

TECHNISCHES HANDBUCH

Konfigurationshandbuch zum Maxwell® CSC- Tablet-PC



Konfigurationshandbuch zum Maxwell[®] CSC-Tablet-PC

Die gesamte technische Literatur ist unter folgender Adresse erhältlich: www.promega.com/protocols/
Rufen Sie diese Website auf. Dort finden Sie die jeweils aktuelle Version dieses technischen Handbuchs.
Schreiben Sie eine E-Mail an den Technischen Kundendienst von Promega, falls Sie Fragen zur Verwendung dieses Systems
haben. Die E-Mail-Adresse lautet: techserv@promega.com

1. Maxwell [®] CSC-Gerät und Tablet-PC	2
2. Glossar.....	3
3. Konfigurieren der Datums- und Uhrzeiteinstellungen	6
4. Konfigurieren der Spracheinstellungen.....	9
5. Verwalten lokaler Windows [®] -Benutzerkonten.....	15
5.A. Erstellen lokaler Windows [®] -Benutzerkonten.....	15
5.B. Entfernen eines lokalen Windows [®] -Benutzerkontos	20
5.C. Ändern des Aussehens des Desktop-Bildschirms für neue Windows [®] -Benutzerkonten	25
6. Verwalten der Maxwell [®] CSC-Zugriffsebenen für ein Windows [®] -Benutzerkonto	26
6.A. Zuweisen eines Kontos zu einer Promega-Zugriffsgruppe.....	26
6.B. Entfernen eines Kontos aus einer Promega-Zugriffsgruppe	31
7. Verwalten des aktuellen aktiven Kontos	36
8. Herunterfahren und Neustarten	37
9. Herstellen einer Verbindung zu einem Netzwerk	38
10. Hinzufügen eines Netzwerkdruckers.....	41
11. Änderungsübersicht	43

1. Maxwell® CSC-Gerät und Tablet-PC

Das Maxwell® CSC-Gerät wird über die Maxwell® CSC-Software auf einem Touchscreen-Tablet-PC gesteuert, der Bestandteil des Systems ist. In diesem Dokument werden die Setup- und Konfigurationsoptionen für den im Maxwell® CSC-System enthaltenen Tablet-PC beschrieben.



Ihre IT-Abteilung oder der Administrator an Ihrem Standort sollte den Tablet-PC entsprechend den IT-Vorschriften und -Verfahren an Ihrem Standort konfigurieren. Im Folgenden einige Richtlinien für Ihr IT-Personal oder Ihren Standort. Im Folgenden einige Richtlinien für Ihr IT-Personal oder den Administrator an Ihrem Standort.

Es wird nicht empfohlen, zusätzliche Programme auf den Tablet-PC zu laden, da diese den Betrieb des Geräts beeinträchtigen könnten.

Einige Einrichtungen verlangen, dass auf PCs innerhalb der Einrichtung Antivirensoftware installiert wird. Wenn Sie ein Antivirenprogramm installieren, vergewissern Sie sich bitte, dass es auf manuelle und nicht auf automatische Updates eingestellt ist.

Durch Antivirensoftware verlangsamt sich die Leistung des Tablet-PCs, was sich auf die Leistung des Maxwell® CSC-Geräts bei der Verarbeitung von Proben auswirkt.

Weitere Empfehlungen:

- Deaktivieren Sie automatische Windows®-Updates und Virenschans.
- Deaktivieren Sie die automatische Abschaltung sowie Standby- und Ruheeinstellungen.
- Deaktivieren Sie die schnelle Inbetriebnahme. Setzen Sie den Ein-/Ausschalter auf „Herunterfahren“ (Shut Down) und nicht auf „Standby“ (Sleep).
- Deaktivieren Sie etwaige sonstige Programme, die automatisch starten oder manuell gestartet werden und während des Betriebs PC-Ressourcen verbrauchen würden.
- Vergewissern Sie sich, dass es keine Domänenrichtlinien gibt, die die oben genannten Einstellungen überschreiben.

Hinweis: Der mit dem Maxwell® CSC-System bereitgestellte Tablet-PC wurde bereits mit den oben genannten Einstellungen konfiguriert.

Je nach den IT-Richtlinien Ihrer Einrichtung können Sie die Einstellungen für den Tablet-PC konfigurieren und ändern oder nicht, wenn er mit der Netzwerkdomeäne Ihrer Einrichtung verbunden ist. Installieren Sie keine anderen Programme auf dem Tablet-PC, da diese den Betrieb des Geräts beeinträchtigen könnten.

Wenn Sie das Maxwell® CSC-Gerät und den Tablet-PC das erste Mal verwenden, sollten Sie die Konfiguration der nachfolgenden Optionen überprüfen. Bei Bedarf können die Einstellungen später geändert werden, indem Sie diese Anleitung erneut befolgen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als das einzige Anweisungsset für die Installation und Konfiguration des Tablet-PCs zu verstehen. Die hier enthaltenen Anweisungen sollen vielmehr als individuelle Beschreibungen der Konfiguration verschiedener Optionen innerhalb der Tablet-PC-Umgebung genutzt werden. Führen Sie die Anweisungen aus, die für Ihre Einrichtung zutreffend sind.

2. Glossar

Für Benutzer, die nicht mit dem Betriebssystem Windows® 10 vertraut sind, werden in diesem Abschnitt die Bedingungen und Aktionen erläutert, die in diesem Betriebssystem anzutreffen sind.

Sperrbildschirm: Wenn auf dem Tablet-PC lokale Windows®-Benutzerkonten mit Passwortschutz oder Netzwerkdomänen-Benutzerkonten konfiguriert werden, müssen die Benutzer sich bei dem Tablet-PC anmelden, um auf die Maxwell® CSC-Software zugreifen zu können. Wenn das Tablet gestartet oder neu gestartet wird oder sich im gesperrten Zustand befindet, wird der Sperrbildschirm angezeigt. Wischen Sie auf dem Sperrbildschirm von unten nach oben, um auf die aktuell konfigurierten Windows®-Benutzerkonten auf dem System zuzugreifen, und wählen Sie eines aus, um sich anzumelden.

Bildlauf: Wenngleich verschiedene Touch-Gesten in Windows® 10 integriert wurden, die auf Touch-kompatiblen Geräten genutzt werden können, ist der Bildlauf eine Geste, auf die wir uns in diesem Handbuch konzentrieren wollen. Um einen Bereich zu verschieben, setzen Sie den Finger auf den Bildschirm in den Bereich, den Sie verschieben möchten und bewegen den Finger in die Richtung, in die die Elemente auf dem Bildschirm verschoben werden sollen.

Touch: Auf einem touchfähigen Gerät wie dem Touchscreen-Tablet, das mit dem Maxwell® CSC-Gerät bereitgestellt wird, entspricht das Tippen auf ein Element dem Klicken mit der linken Maustaste auf einem Standard-PC. Wenn Sie aufgefordert werden, auf ein Element zu tippen, tippen Sie leicht mit dem Finger auf das Element und ziehen den Finger sofort wieder zurück.

Doppel-Touch: Auf einem touchfähigen Gerät wie dem Touchscreen-Tablet, das mit dem Maxwell® CSC-Gerät bereitgestellt wird, entspricht das doppelte Tippen auf ein Element dem Doppelklicken auf einem Standard-PC. Wenn Sie aufgefordert werden, doppelt auf ein Element zu tippen, tippen Sie zweimal leicht mit dem Finger auf das Element und ziehen den Finger sofort wieder zurück.

Tippen und Halten: Auf einem touchfähigen Gerät wie dem Touchscreen-Tablet, das mit dem Maxwell® CSC-Gerät bereitgestellt wird, entspricht das Getipphalten eines Elements dem Klicken mit der rechten Maustaste auf einem Standard-PC. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Element getippt zu halten, setzen Sie den Finger auf das Element und lassen ihn ca. 2 Sekunden lang dort. Nach 2 Sekunden zeigt sich ein Quadrat um das Element herum und das Rechtsklickmenü des betreffenden Elements wird angezeigt.

Wischen: Das Aufrufen der Taskleiste unten auf dem Bildschirm des Tablet-PCs erfordert eine Wisch-Geste. Tippen Sie direkt unterhalb des unteren Bildschirmrands und ziehen Sie Ihren Finger in einer Wischbewegung nach oben.

Stylus: Ihr Maxwell® CSC-System ist mit einem stiftähnlichen Stylus ausgestattet. Mit diesem können Sie alle in dem Handbuch beschriebenen Touch- und Wischaktionen ausführen. Mit dem Stylus können Sie bequem mit Bildschirmanzeigen interagieren, auf denen kleine Kontrollkästchen und andere filigrane Funktionen auf dem Touchscreen-Tablett zu finden sind.

2. Glossar (Fortsetzung)

Desktop-Bildschirm: Der Desktop-Bildschirm (Abbildung 1) ist der Ausgangspunkt für die in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen. Die Taskleiste unten auf dem Desktop-Bildschirm können Sie aufrufen, indem Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben wischen. Über die Symbole in der Taskleiste können Sie auf die verschiedenen in diesem Dokument beschriebenen Funktionen zugreifen. Links in der Taskleiste finden Sie die **Start**- und die **Such** (Search)-Schaltfläche. Rechts in der Taskleiste finden Sie die **WLAN** (Wi-Fi)- und die **Tastatur**-Schaltfläche. Auf diese Schaltflächen wird in diesem Dokument immer wieder Bezug genommen.

Hinweis: Wird die Taskleiste nicht angezeigt, wenn Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben wischen, tippen Sie auf eine beliebige andere Stelle auf dem Bildschirm und führen Sie dann die Wischbewegung vom unteren Rand des Bildschirms erneut aus.



Abbildung 1. Der Desktop-Bildschirm. Unten auf dem Desktop-Bildschirm finden Sie die Taskleiste. Über die Schaltflächen **Start**, **Suchen**, **WLAN** und **Tastatur** (Start, Search, Wi-Fi und Keyboard) in der Taskleiste erhalten Sie Zugang zu den Optionen und Einstellungen, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird. Wischen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Taskleiste anzuzeigen.

Startmenü: Das Startmenü (Abbildung 2) ist der Hauptzugriffspunkt für die Einstellungen und Funktionen des Tablet-PCs. Links im Startmenü finden Sie die Schaltflächen für **Konten**, **Einstellungen** und **Ein/Aus** (Accounts, Settings und Power).

2. Glossar (Fortsetzung)

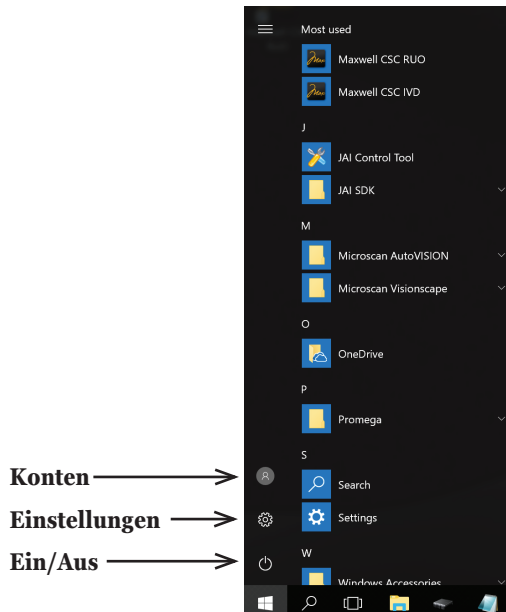


Abbildung 2. Das Startmenü. Links im Startmenü finden Sie die Schaltflächen **Konten**, **Einstellungen** und **Ein/Aus**.

3. Konfigurieren der Datums- und Uhrzeiteinstellungen

Das auf dem Tablet-PC eingestellte Datum mit Uhrzeit wird für Geräteberichte und das Geräte-Durchlaufprotokoll verwendet, um anzugeben, wann eine Funktion auf dem Maxwell® CSC-Gerät ausgeführt wurde. Diese Anweisungen sind für den Einsatz des Maxwell® CSC-Systems als Stand-alone-Gerät vorgesehen (d. h. wenn es nicht mit einer Netzwerkdomeäne verbunden ist). Wenn Sie eine Verbindung zur Internetdomäne Ihrer Einrichtung herstellen möchten, wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung und führen die Anweisungen in Abschnitt 9 aus. Herstellen einer Verbindung zu einem Netzwerk. Wenn Sie den Tablet-PC mit einer Netzwerkdomeäne verbinden, übernimmt er die von der Domäne vorgegebenen Datums- und Uhrzeiteinstellungen.

Hinweis: Wenn das Tablet mit der Internetdomäne Ihrer Einrichtung verbunden ist, sollten Sie bezüglich der Datums- und Uhrzeiteinstellungen Kontakt zur IT-Abteilung aufnehmen. Verwenden Sie diese Anweisungen **nicht**, wenn der Tablet-PC mit der Netzwerkdomeäne Ihrer Einrichtung verbunden wird.

1. Schließen Sie die Maxwell® CSC-Software, sofern sie geöffnet ist. Wenn Sie sich nicht auf der „Startseite“ (Home) befinden, tippen Sie oben links auf der Benutzeroberfläche auf die Schaltfläche **Startseite** (Home). Tippen Sie in der oberen linken Ecke des Bildschirms auf das **X** und bestätigen Sie, dass Sie die Software beenden möchten.

2. Wischen Sie auf dem Desktop-Bildschirm vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Taskleiste anzuzeigen und tippen Sie dann links in der Taskleiste auf die **Start**-Schaltfläche. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen** (Settings), um den Bildschirm „Windows-Einstellungen“ (Windows Settings) zu öffnen (Abbildung 3).
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Zeit und Sprache** (Time & language) auf dem Bildschirm „Windows-Einstellungen“ (Windows Settings), um den Bildschirm „Zeit und Sprache“ (Time & language) zu öffnen (Abbildung 4).

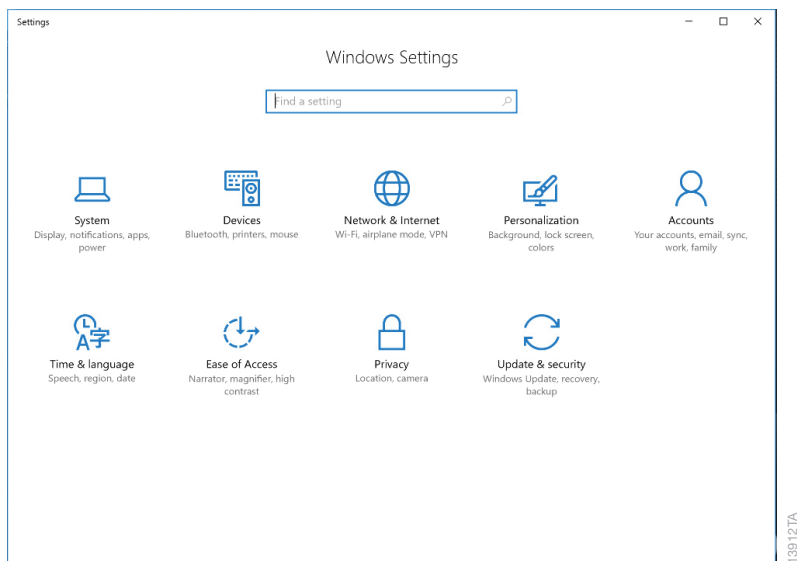


Abbildung 3. Der Bildschirm „Windows®-Einstellungen“ (Windows Settings). Der Bildschirm „Windows-Einstellungen“ (Windows Settings) bietet Zugriff auf mehrere Funktionen, mit denen Optionen und Einstellungen für den Tablet-PC konfiguriert werden können.

3. Konfigurieren der Datums- und Uhrzeiteinstellungen (Fortsetzung)

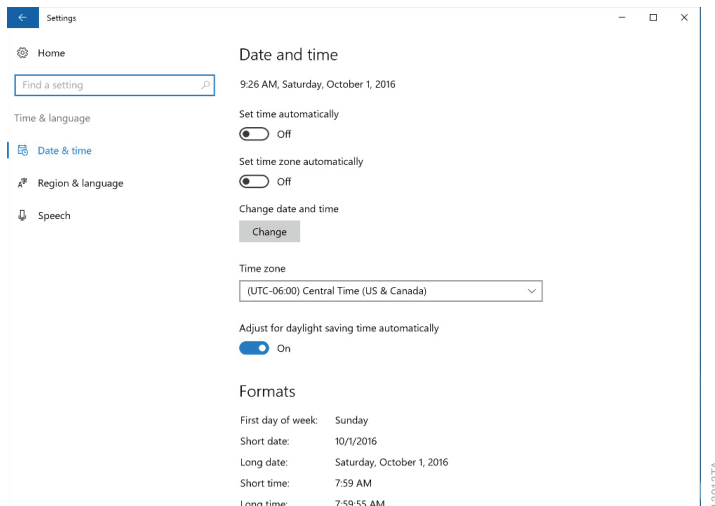


Abbildung 4. Der Bildschirm „Zeit und Sprache“ (Time & language). Auf diesem Bildschirm können die Datums- und Uhrzeiteinstellungen geändert werden.

4. Auf dem Bildschirm „Datum und Uhrzeit“ (Date and time) werden die aktuellen Datums-, Uhrzeit-, Zeitzone- und Sommerzeiteinstellungen des Tablet-PCs angezeigt. Überprüfen Sie, ob diese den aktuellen Datums-, Uhrzeit-, Zeitzone- und Sommerzeitgegebenheiten an Ihrem Standort entsprechen.

Ändern der Zeitzone- und Sommerzeiteinstellungen

5. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü unter der Überschrift *Zeitzone* (Time Zone) die für Ihren Standort geltende Zeitzone aus.
6. Unter dem Dropdown-Feld zum Anpassen der Zeitzone finden Sie den Schalter **Automatisch an Sommerzeit anpassen** (Adjust for daylight saving time automatically). Vergewissern Sie sich, dass dieser Schalter in der Position „Ein“ (On) steht, wenn die Uhr an Ihrem Standort in den Sommermonaten auf Sommerzeit umgestellt wird; andernfalls setzen Sie den Schalter in die Position „Aus“ (Off).

Einstellen von Datum und Uhrzeit

7. Wenn das Datum und die Uhrzeit, die auf dem Bildschirm „Zeit und Sprache“ (Time & language) angezeigt werden, immer noch nicht genau dem Datum und der Uhrzeit an Ihrem Standort entsprechen, vergewissern Sie sich zunächst, dass der Schalter unter der Überschrift *Uhrzeit automatisch festlegen* (Set Time Automatically) in der Position „Aus“ (Off) steht und tippen dann auf die Schaltfläche **Ändern** (Change date and time) unter der Überschrift *Datum und Uhrzeit ändern* (Change date and time).
8. Wählen Sie auf dem Bildschirm „Datum und Uhrzeit ändern“ (Change date and time) (Abbildung 5) aus den Dropdown-Feldern die richtige Datums- und Uhrzeiteinstellung für Ihren Standort aus.

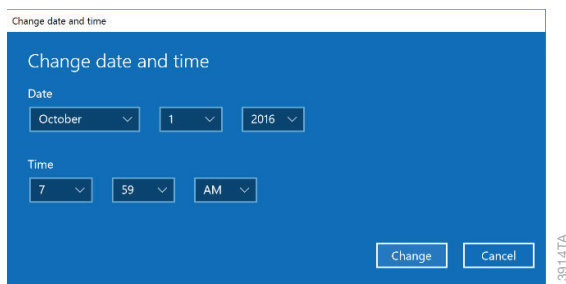


Abbildung 5. Anpassen des Datums und der Uhrzeit. Mithilfe der Dropdown-Menüs auf dem Bildschirm „Datum und Uhrzeit ändern“ (Change date and time) können Sie die angezeigte Datums- und Uhrzeiteinstellung auf dem Tablet-PC anpassen.

9. Sobald Sie mit den Datums- und Uhrzeiteinstellungen zufrieden sind, tippen Sie auf die Schaltfläche **Ändern** (Change), um die Datums- und Uhrzeiteinstellungen zu speichern. Wenn Sie Ihre Änderungen verwerfen möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche **Abbrechen** (Cancel).
10. Die Ansicht kehrt zum Fenster „Datum und Uhrzeit“ (Date and time) zurück. Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf das **X**, um zum Desktop-Bildschirm zurückzukehren.

4. Konfigurieren der Spracheinstellungen

Mit den Spracheinstellungen auf dem Tablet-PC legen Sie fest, in welcher Sprache die Maxwell® CSC-Software angezeigt wird. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, um die Sprache, in der die Maxwell® CSC-Software angezeigt wird, zu ändern.

HINWEIS: Wenn das Tablet mit der Internetdomäne Ihrer Einrichtung verbunden ist, sollten Sie bezüglich der Spracheinstellungen Kontakt zur IT-Abteilung aufnehmen. Verwenden Sie diese Anweisungen nicht, wenn der Tablet-PC mit der Netzwerkdomeäne Ihrer Einrichtung verbunden wird.

1. Schließen Sie die Maxwell® CSC-Software, sofern sie geöffnet ist. Wenn Sie sich nicht auf der „Startseite“ (Home) befinden, tippen Sie oben links auf der Benutzeroberfläche auf die Schaltfläche **Startseite** (Home). Tippen Sie in der oberen linken Ecke des Bildschirms auf das **X** und bestätigen Sie, dass Sie die Software beenden möchten.
2. Bevor Sie die Sprache ändern, in der die Maxwell® CSC-Software angezeigt wird, laden Sie das Maxwell® CSC-Sprachpaket-Installationsprogramm für die ausgewählte Sprache von folgender Seite herunter: **www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-csc-language-pack**. Legen Sie das Sprachpaket-Installationsprogramm auf dem Desktop des Tablet-PCs ab. Doppeltippen Sie auf die .exe-Datei des Installationsprogramms und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Maxwell® CSC-Sprachpaket zu installieren.

4. Konfigurieren der Spracheinstellungen (Fortsetzung)

3. Wischen Sie auf dem Desktop-Bildschirm vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Taskleiste anzuzeigen und tippen Sie dann links in der Taskleiste auf die **Start**-Schaltfläche. Wählen Sie das Symbol **Einstellungen** (Settings), um den Bildschirm „Windows®-Einstellungen“ (Windows Settings) zu öffnen.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Zeit und Sprache** (Time & language) auf dem Bildschirm „Windows®-Einstellungen“ (Windows Settings), um den Bildschirm „Zeit und Sprache“ (Time & language) zu öffnen (Abbildung 6).

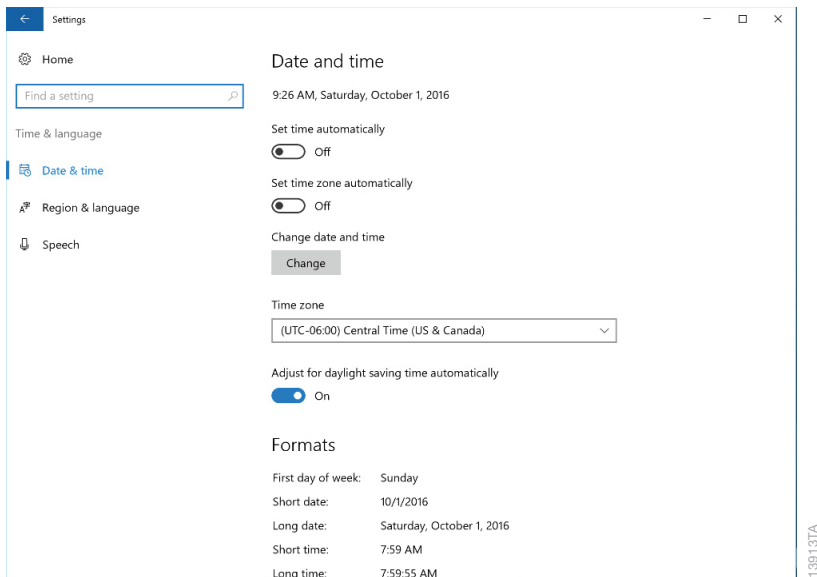


Abbildung 6. Der Bildschirm „Zeit und Sprache“ (Time & language). Auf diesem Bildschirm können Sie die Zeit- und Spracheinstellungen des Tablet-PCs anpassen.

5. Tippen Sie links auf dem Bildschirm „Datum und Uhrzeit“ (Date and time) auf die Schaltfläche **Region und Sprache** (Region & language), um die Regions- und Spracheinstellungen aufzurufen (Abbildung 7).

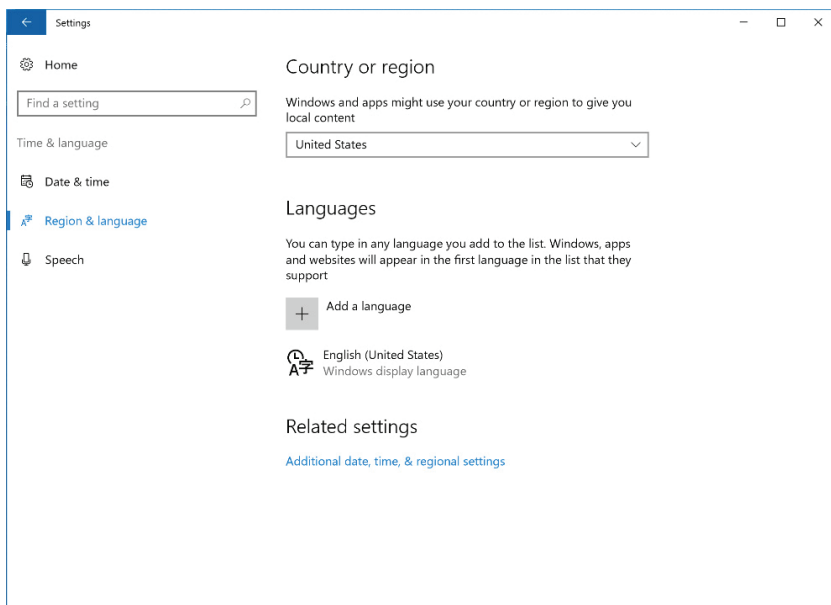


Abbildung 7. Registerkarte „Region und Sprache“ (Region & language). Auf dem Bildschirm „Zeit und Sprache“ (Time & language) können Sie auf der Registerkarte „Region und Sprache“ (Region & language) die Einstellung der Sprache des Tablet-PCs und der Anwendungen auf dem Tablet-PC ändern.

6. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche **Zusätzliche Datums- und Uhrzeiteinstellungen** (Additional date, time, & regional settings), um den Bildschirm „Zeit, Sprache und Region“ (Clock, Language, and Region) aufzurufen (Abbildung 8).

4. Konfigurieren der Spracheinstellungen (Fortsetzung)

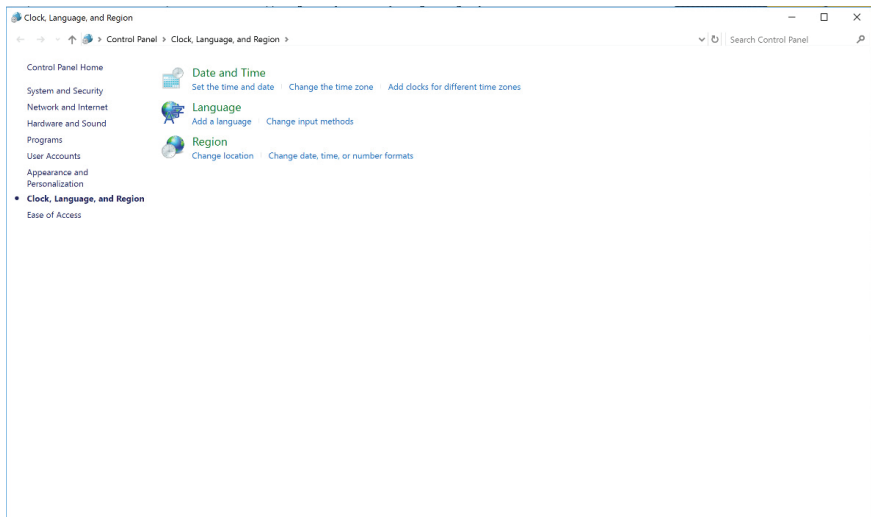


Abbildung 8. Der Bildschirm „Zeit, Sprache und Region“ (Clock, Language, and Region). Auf diesem Bildschirm können Sie verschiedene Zeit-, Sprach- und Zahlenformate aufrufen.

7. Tippen Sie unter der Überschrift *Region* auf die Schaltfläche **Datums-, Uhrzeit- oder Zahlenformate ändern** (Change date, time, or number formats), um den Bildschirm „Region“ aufzurufen (Abbildung 9).

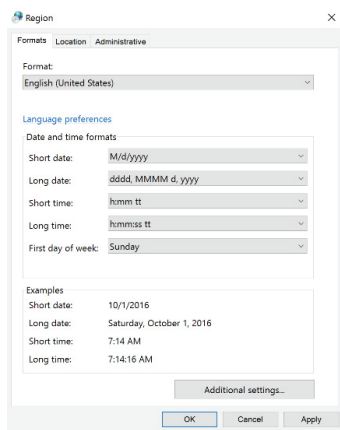


Abbildung 9. Der Bildschirm „Region“. Wählen Sie auf dem Bildschirm „Region“ über das Dropdown-Menü unter der Überschrift *Format*: die Sprache aus, in der die Maxwell® CSC-Software angezeigt werden soll.

8. Oben auf dem Bildschirm „Region“ finden Sie eine Dropdown-Liste mit der Überschrift *Format:*. Wählen Sie aus dieser Dropdown-Liste die Sprache aus, in der die Maxwell® CSC-Software angezeigt werden soll. Falls die Sprache mehrere regionale Varianten hat, wählen Sie die regionale Variante aus, die dem Herkunftsland entspricht, in dem diese Sprache gesprochen wird. Deutsch enthält beispielsweise regionale Varianten für Österreich, Belgien, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg und die Schweiz. Um die Maxwell® CSC-Software in Deutsch anzuzeigen, wählen Sie das Element Deutsch (Deutschland) aus der Dropdown-Liste aus.
9. Nachdem Sie eine Sprache aus der Dropdown-Liste ausgewählt haben, tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**, um diese Änderung anzunehmen, oder tippen Sie auf die Schaltfläche **Abbrechen** (Cancel), um etwaige Sprachänderungen zu verwerfen.
10. Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms „Zeit, Sprache und Region“ (Clock, Language, and Region) auf das **X**, um den Bildschirm zu schließen. Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms „Zeit und Sprache“ (Time & language) auf das **X**, um den Bildschirm zu schließen.
11. Doppeltippen Sie auf dem Desktop-Bildschirm auf das **Maxwell® CSC**-Symbol, um die Maxwell® CSC-Software aufzurufen und vergewissern Sie sich, dass die Software nun in der ausgewählten Sprache angezeigt wird. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie, ob das Maxwell® CSC-Software-Sprachpaket für die ausgewählte Sprache installiert wurde.
 - a. Wischen Sie auf dem Desktop-Bildschirm vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Taskleiste anzuzeigen und tippen Sie dann links in der Taskleiste auf die **Start**-Schaltfläche. Wählen Sie das Symbol **Einstellungen** (Settings) aus, um den Bildschirm „Windows-Einstellungen“ (Windows Settings) zu öffnen.
 - b. Tippen Sie auf die Schaltfläche **System** auf dem Bildschirm „Windows-Einstellungen“ (Windows Settings), um den Bildschirm „System“ zu öffnen.
 - c. Tippen Sie in dem Menü links auf diesem Bildschirm auf die Schaltfläche **Anwendungen und Funktionen** (Apps & features), um die Anwendungs- und Funktionseinstellungen anzuzeigen (Abbildung 10).
 - d. Etwaige installierte Maxwell® CSC-Software-Sprachpakete werden in der Liste der Programme auf der Registerkarte „Anwendungen und Funktionen“ (Apps & features) des Bildschirms „System“ angezeigt.
 - e. Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms „System“ auf das **X**, um den Bildschirm zu schließen.
 - f. Falls das Maxwell® CSC-Software-Sprachpaket für die von Ihnen gewünschte Sprache nicht installiert ist, kehren Sie zu Schritt 1 in diesem Abschnitt zurück und laden Sie bei Schritt 2 das gewünschte Sprachpaket von folgender Adresse herunter:
www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-csc-language-pack.
 - g. Falls das Sprachpaket installiert ist, lesen Sie sich die Anweisungen in diesem Abschnitt erneut durch. Wird die Maxwell® CSC-Software immer noch nicht in Ihrer Sprache angezeigt, wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Promega.

4. Konfigurieren der Spracheinstellungen (Fortsetzung)

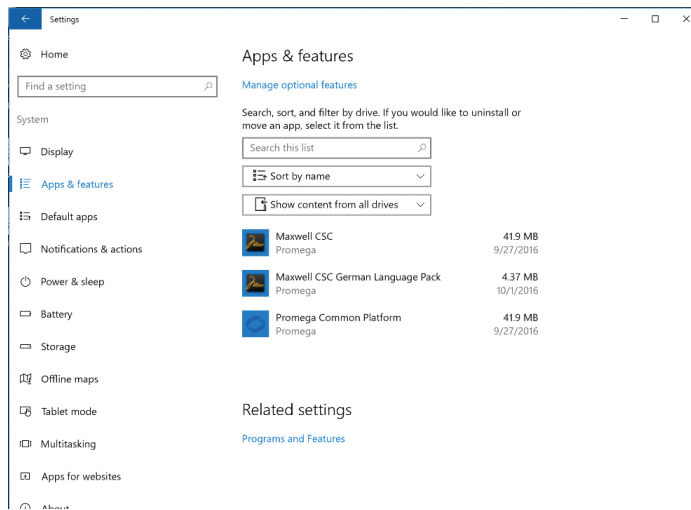


Abbildung 10. Die Systemeinstellungen für Anwendungen und Funktionen (Apps & features). Etwaige installierte Sprachpakete werden in der Liste der Elemente auf der Registerkarte „Anwendungen und Funktionen“ (Apps & features) des Bildschirms „System“ angezeigt.

5. Verwalten lokaler Windows®-Benutzerkonten

Die Anmeldedaten der Bediener und die Zugriffsebenen für die Maxwell® CSC-Software werden durch Zuweisung von Konten im Windows®-Betriebssystem zu einer von zwei Promega-Gruppen mit zwei verschiedenen Zugriffsebenen kontrolliert. In den nachfolgenden Abschnitten wird das Hinzufügen und Entfernen lokaler Windows®-Benutzerkonten, die den Zugriffsgruppen für die Maxwell® CSC-Software zugewiesen werden können, im Detail beschrieben. Die Anweisungen zum Hinzufügen und Entfernen von lokalen Windows®-Benutzerkonten sind für den Einsatz des Maxwell® CSC-Systems als Stand-alone-Gerät vorgesehen (d. h. wenn es nicht mit einer Netzwerkdomäne verbunden ist). Wenn Sie eine Verbindung zur Internetdomäne Ihrer Einrichtung herstellen möchten, wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung und führen die Anweisungen in Abschnitt 9, Herstellen einer Verbindung zu einem Netzwerk, aus.

Bei Lieferung Ihres Maxwell® CSC-Systems ist der Tablet-PC mit einem Windows®-Benutzerkonto konfiguriert, das „Benutzer“ (User) heißt. Dieses Konto ist nicht passwortgeschützt und so konfiguriert, dass Windows®-Administratorrechte sowie Maxwell® CSC-Software-Administratorrechte vorhanden sind.

Hinweis: Wenn das Tablet mit der Internetdomäne Ihrer Einrichtung verbunden ist, sollten Sie bezüglich des Hinzufügens oder Entfernens von Benutzern auf dem Tablet-PC Kontakt zur IT-Abteilung aufnehmen. Wenden diese Anweisungen **nicht** an, wenn über Konten der Domäne Ihres Unternehmens Zugriff auf den Tablet-PC genommen wird.

5.A. Erstellen lokaler Windows®-Benutzerkonten

Wenn das Maxwell® CSC-System als Stand-alone-Gerät ausgeführt wird (d. h. wenn es nicht mit der Domäne Ihrer Einrichtung verbunden ist), können Sie für jeden Benutzer des Systems lokale Windows®-Benutzerkonten auf dem Tablet-PC erstellen. Um einen neuen Benutzer in der Maxwell® CSC-Software anzulegen, müssen Sie zunächst ein neues Konto in Windows® 10 erstellen und dieses Konto einer der Maxwell® CSC-Zugriffsgruppen zuweisen. Nachfolgend finden Sie Anweisungen zum Erstellen eines neuen, lokalen Kontos im Windows® 10-Betriebssystem.

Hinweise:

- Wenn das Tablet mit der Internetdomäne Ihrer Einrichtung verbunden ist, sollten Sie bezüglich des Hinzufügens von Benutzern zu der Domäne, die auf dem Tablet-PC genutzt werden kann, Kontakt zur IT-Abteilung aufnehmen. Wenden Sie diese Anweisungen **nicht** an, um ein neue lokales Konto auf dem Tablet-PC einzurichten, wenn über Konten der Domäne Ihres Unternehmens Zugriff auf den Tablet-PC genommen wird.
- Nur mit einem Windows®-Benutzerkonto mit Administratorrechten in Windows® können neue lokale Konten im Windows®-Betriebssystem erstellt werden.

5.A. Erstellen lokaler Windows®-Benutzerkonten (Fortsetzung)

1. Schließen Sie die Maxwell® CSC-Software, sofern sie geöffnet ist. Wenn Sie sich nicht auf der „Startseite“ (Home) befinden, tippen Sie oben links auf der Benutzeroberfläche auf die Schaltfläche **Startseite** (Home). Tippen Sie in der oberen linken Ecke des Bildschirms auf das **X** und bestätigen Sie, dass Sie die Software beenden möchten.
2. Wischen Sie auf dem Desktop-Bildschirm vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Taskleiste anzuzeigen und tippen Sie dann links in der Taskleiste auf die **Start**-Schaltfläche. Wählen Sie das Symbol **Einstellungen** (Settings) aus, um den Bildschirm „Windows-Einstellungen“ (Windows Settings) zu öffnen (Abbildung 11).

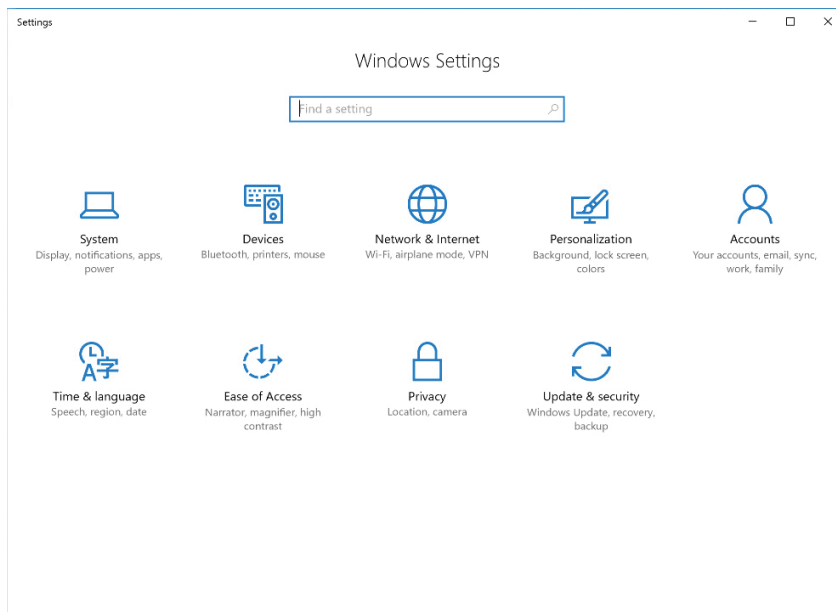


Abbildung 11. Der Bildschirm „Windows-Einstellungen“ (Windows Settings). Der Bildschirm „Windows-Einstellungen“ (Windows Settings) bietet Zugriff auf mehrere Funktionen, mit denen Optionen und Einstellungen für den Tablet-PC konfiguriert werden können.

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Konten** (Accounts) auf dem Bildschirm „Windows®-Einstellungen“ (Windows Settings), um den Bildschirm „Konten“(Accounts) zu öffnen (Abbildung 12).

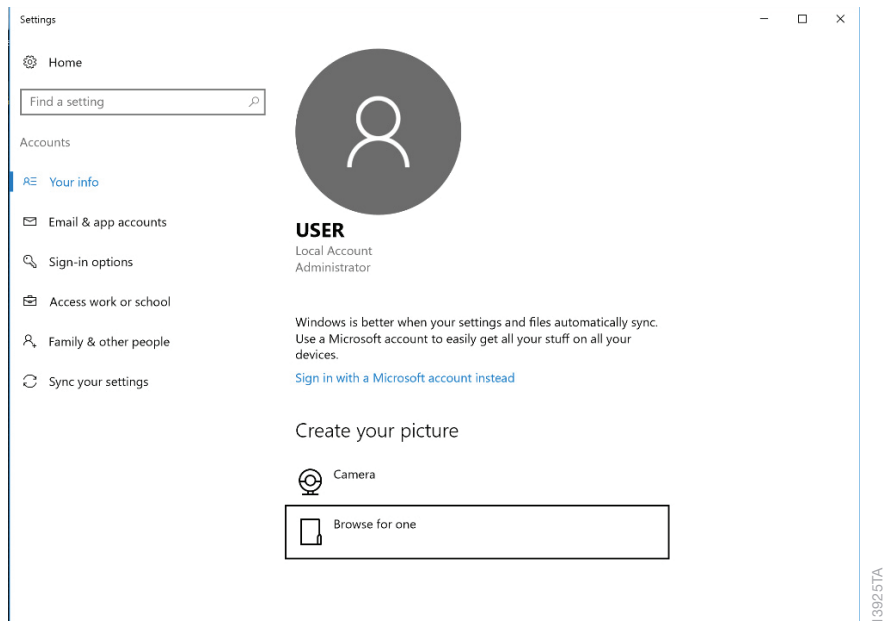


Abbildung 12. Der Bildschirm „Konten“ (Accounts). Die Einstellungen im Zusammenhang mit den Windows®-Benutzerkonten können über den Bildschirm „Konten“ (Accounts) verwaltet werden.

4. Tippen Sie in der Liste links auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche **Familie & andere Nutzer** (Family & other people), um die Kontoeinstellungen für diesen PC anzuzeigen (Abbildung 13).

5.A. Erstellen lokaler Windows®-Benutzerkonten (Fortsetzung)

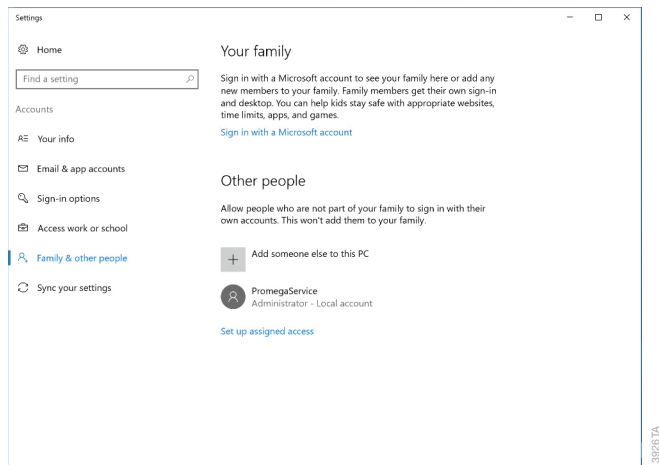


Abbildung 13. Kontenverwaltung. Auf der Registerkarte „Familie & andere Nutzer“ (Family & other people) des Bildschirms „Konten“ (Accounts) können Sie Windows®-Benutzerkonten erstellen, entfernen und verwalten.

- Um ein neues Benutzerkonto hinzuzufügen, tippen Sie auf das Zeichen „+“ neben der Überschrift *Diesem PC eine andere Person hinzufügen* (Add someone else to this PC). Daraufhin wird der Bildschirm „Konto für diesen PC erstellen“ (Create an account for this PC) angezeigt (Abbildung 14).

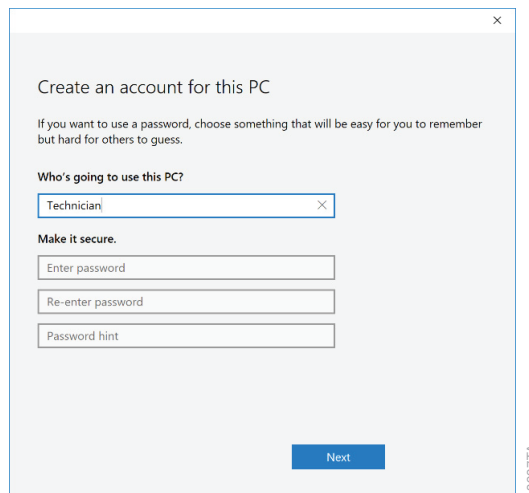


Abbildung 14. Erstellen eines neuen Kontos. Geben Sie den Namen und das Passwort ein, um auf dem Bildschirm „Konto für diesen PC erstellen“ (Create an account for this PC) die Anmeldeeinstellungen für ein neues Windows®-Benutzerkonto zu definieren.

6. Geben Sie auf dem Bildschirm „Konto für diesen PC erstellen“ (Create an account for this PC) an der angegebenen Stelle den Benutzernamen, das Passwort und den Passworthinweis für das neue lokale Benutzerkonto ein. Tippen Sie anschließend auf **Weiter** (Next), um das neue Benutzerkonto zu erstellen und zum Bildschirm „Konten“ (Accounts) zurückzukehren.
Hinweis: Tippen Sie rechts unten auf dem Bildschirm auf das **Tastatur**-Symbol, um zum Eingeben der Daten in die Textfelder die Bildschirmtastatur anzuzeigen. Tippen Sie in der rechten oberen Ecke der Bildschirmtastatur auf das **X**, um die Tastatur zu schließen.
7. Das neue Benutzerkonto sollte nun auf dem Bildschirm „Konten“ (Accounts) unter der Überschrift *Anderer Benutzer* (Other people) aufgeführt werden.
8. Das neue Benutzerkonto hat im Betriebssystem Windows® 10 standardmäßig Benutzerzugriffsrechte. Wenn Sie möchten, dass das Benutzerkonto Administratorrechte hat, tippen Sie unter der Überschrift *Anderer Benutzer* (Other people) auf das Benutzerkonto, um die Optionen für diesen Benutzer anzuzeigen (Abbildung 15).

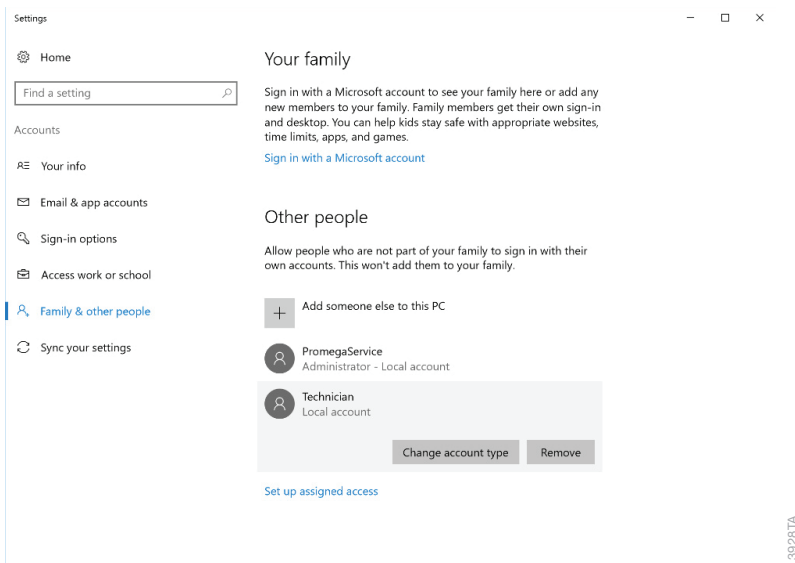


Abbildung 15. Zuweisen von Kontooptionen. Tippen Sie auf eines der aufgeführten Windows®-Benutzerkonten, um die Optionen zum Ändern des Kontotyps aufzurufen.

5.A. Erstellen lokaler Windows®-Benutzerkonten (Fortsetzung)

9. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Kontotyp ändern** (Change account type), um den Bildschirm „Kontotyp ändern“ (Change account type) anzuzeigen (Abbildung 16). Wählen Sie über das Dropdown-Menü unter der Überschrift *Kontotyp* aus, ob dieser Benutzer innerhalb des Betriebssystems Windows® 10 Zugriffsrechte als **Administrator** oder **Standardbenutzer** (Standard User) haben soll. Tippen Sie auf **OK**, um diese Änderungen zu speichern, oder auf **Abbrechen** (Cancel), um die Änderungen zu diesem Benutzer zu verwerfen, und zum Bildschirm „Kontotyp ändern“ (Change account type) zurückzukehren.

Hinweis: Wenn Sie den Kontotyp für einen Benutzer ändern, wirkt sich dies nur auf seine Zugriffsrechte im Betriebssystem Windows® 10 aus und nicht auf die Maxwell® CSC-Software. Befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt 6, um die Zugriffsrechte innerhalb der Maxwell® CSC-Software zu ändern.

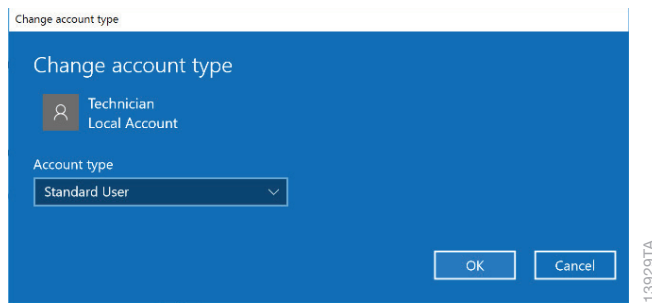


Abbildung 16. Ändern des Kontotyps. Mithilfe des Dropdown-Menüs auf dem Bildschirm „Kontotyp ändern“ (Change account type) weisen Sie dem ausgewählten Windows®-Benutzer Standardbenutzer- oder Administrator-Zugriffsrechte innerhalb des Windows®-Betriebssystems zu.

10. Nun haben Sie Windows® 10 ein neues Konto hinzugefügt. Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms „Konten“ (Accounts) auf das **X**, um den Bildschirm zu schließen. Fahren Sie fort mit Abschnitt 6, um diesem neuen Konto Zugriffsrechte für die Maxwell® CSC-Software zuzuweisen, oder wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Konten zu erstellen.

5.B. Entfernen eines lokalen Windows®-Benutzerkontos

Wenn das Maxwell® CSC-System als Stand-alone-Gerät ausgeführt wird (d. h. wenn es nicht mit der Domäne Ihrer Einrichtung verbunden ist), können Sie lokale Windows®-Benutzerkonten, die nicht mehr benötigt werden, auf dem Tablet-PC entfernen. Nachfolgend finden Sie Anweisungen zum Entfernen eines lokalen Windows®-Benutzerkontos im Windows® 10-Betriebssystem.

Hinweise:

- Nur mit einem Windows®-Benutzerkonto mit Administratorrechten im Windows®-Betriebssystem können Konten entfernt werden.

- Wenn das Tablet mit der Internetdomäne Ihres Unternehmens verbunden ist, sollten Sie bezüglich der Einschränkung des Zugriffs auf den Tablet-PC Kontakt zur IT-Abteilung aufnehmen. Domänenbenutzer, die bei dem Tablet-PC angemeldet sind, sind nicht berechtigt, die Maxwell® CSC-Software auszuführen, es sei denn, sie wurden zu einer der Promega-Zugriffsgruppen hinzugefügt (Abschnitt 6). Wenden Sie diese Anweisungen nicht an, um ein neue lokales Konto auf dem Tablet-PC zu entfernen, wenn über Konten der Domäne Ihres Unternehmens Zugriff auf den Tablet-PC genommen wird.
 - Vergewissern Sie sich, dass das zu löschende lokale Windows®-Benutzerkonto im Tablet-PC angemeldet wurde (siehe Abschnitt 7 „Verwalten des aktuellen aktiven Kontos“).
1. Schließen Sie die Maxwell® CSC-Software, sofern sie geöffnet ist. Wenn Sie sich nicht auf der „Startseite“ (Home) befinden, tippen Sie oben links auf der Benutzeroberfläche auf die Schaltfläche **Startseite** (Home). Tippen Sie in der oberen linken Ecke des Bildschirms auf das **X** und bestätigen Sie, dass Sie die Software beenden möchten.
 2. Vergewissern Sie sich, dass der Benutzer des zu entfernenden Windows®-Benutzerkontos nicht bei Windows® angemeldet ist. Wischen Sie auf dem Desktop-Bildschirm vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Taskleiste anzuzeigen und tippen Sie dann links in der Taskleiste auf die **Start**-Schaltfläche. Wählen Sie auf der linken Seite des Startmenüs das Symbol **Konten** (Accounts) aus, um das Popup-Fenster „Kontoinformationen“ (Account information) zu öffnen (Abbildung 17). Andere Benutzerkonten werden aufgeführt und als angemeldet gekennzeichnet, wenn das Konto aktuell auf dem Tablet-PC angemeldet ist.

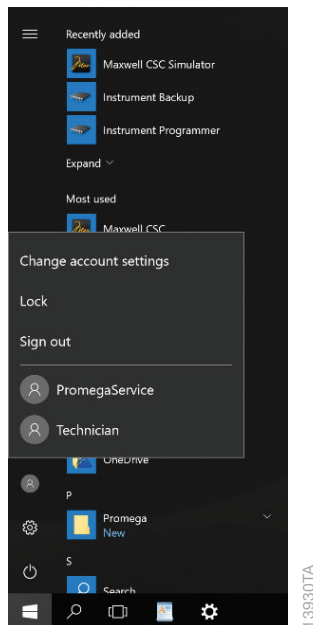


Abbildung 17. Popup-Fenster mit Kontoinformationen (Account information). Das Popup-Fenster „Kontoinformationen“ (Account information), das über das Startmenü aufgerufen wird, zeigt die Windows®-Benutzerkonten auf dem Tablet-PC an und gibt an, welche Konten angemeldet sind.

5.B. Entfernen eines lokalen Windows®-Benutzerkontos (Fortsetzung)

3. Ist das zu entfernende Konto auf dem Tablet-PC angemeldet, tippen Sie im Popup-Fenster „Kontoinformationen“ (Account information) auf den betreffenden Kontonamen, um zu dem betreffenden Konto zu wechseln. Sobald Sie zu dem zu entfernenden Konto gewechselt haben, wischen Sie auf dem Desktop-Bildschirm vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Taskleiste anzuzeigen und tippen dann in der linken unteren Ecke des Bildschirms auf die **Start**-Schaltfläche. Wählen Sie auf der linken Seite des Startmenüs das Symbol **Konten** (Accounts) aus, um das Popup-Fenster „Kontoinformationen“ (Account information) zu öffnen. Tippen Sie auf **Abmelden** (Sign out), um das zu entfernende Konto abzumelden.
4. Nachdem Sie sich abgemeldet haben, melden Sie sich erneut mit einem Konto mit Administratorrechten beim Windows®-Betriebssystem an.
5. Wischen Sie auf dem Desktop-Bildschirm vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Taskleiste anzuzeigen und tippen Sie dann links in der Taskleiste auf die **Start**-Schaltfläche. Wählen Sie das Symbol **Einstellungen** (Settings) aus, um den Bildschirm „Windows-Einstellungen“ (Windows Settings) zu öffnen (Abbildung 18).

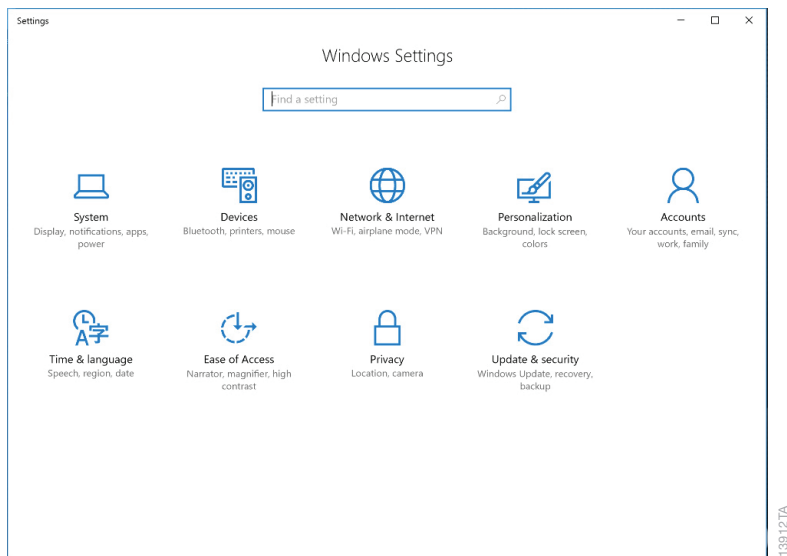


Abbildung 18. Der Bildschirm „Windows-Einstellungen“ (Windows Settings). Der Bildschirm „Windows-Einstellungen“ (Windows Settings) bietet Zugriff auf mehrere Funktionen, mit denen Optionen und Einstellungen für den Tablet-PC konfiguriert werden können.

6. Tippen Sie auf die Schaltfläche Konten (Accounts) auf dem Bildschirm „Windows-Einstellungen“ (Windows Settings), um den Bildschirm „Konten“ (Accounts) zu öffnen (Abbildung 19).

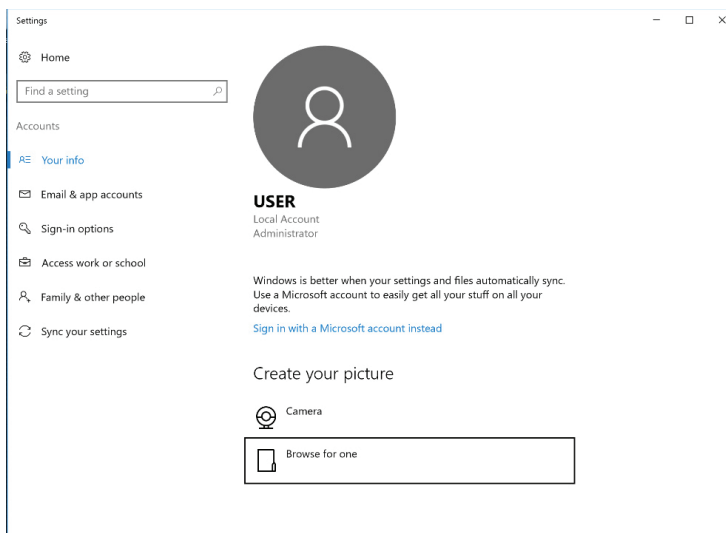


Abbildung 19. Der Bildschirm „Konten“ (Accounts). Die Einstellungen im Zusammenhang mit den Windows®-Benutzerkonten können über den Bildschirm „Konten“ (Accounts) verwaltet werden.

7. Tippen Sie in der Liste links auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche **Familie & andere Nutzer** (Family & other people), um die Kontoeinstellungen für diesen PC anzuzeigen.
8. Tippen Sie unter der Überschrift *Anderer Benutzer* (Other people) auf das Benutzerkonto, das Sie entfernen möchten, um die Optionen zu diesem Benutzer anzuzeigen (Abbildung 20).

5.B. Entfernen eines lokalen Windows®-Benutzerkontos (Fortsetzung)

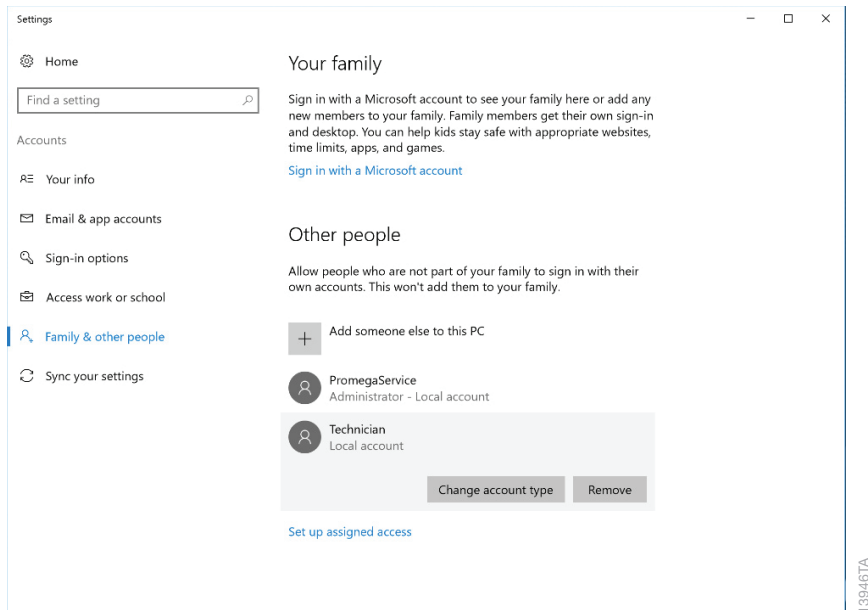


Abbildung 20. Entfernen eines Kontos. Tippen Sie auf eines der aufgeführten Windows®-Benutzerkonten, um die Option zum Entfernen eines Kontos aufzurufen.

9. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Entfernen** (Remove), um den Bildschirm „Konto und Daten löschen?“ (Delete account and data?) anzuzeigen. Dort wird ein Hinweis angezeigt, dass bei Entfernen eines Benutzerkontos auch alle Daten des Benutzers vom PC entfernt werden. Tippen Sie auf **Konto und Daten löschen** (Delete account and data), um das ausgewählte Konto zu entfernen, oder auf **Abbrechen** (Cancel), um das Konto beizubehalten und zum Bildschirm „Konten“ (Accounts) zurückzukehren.

Hinweis: Durch das Entfernen eines Windows®-Benutzerkontos werden die Daten dieses Benutzerkontos nur in Windows® entfernt. Die von diesem Benutzer in der Maxwell® CSC-Software generierten Daten sind hier von nicht betroffen.

10. Wenn Sie auf **Konto und Daten löschen** (Delete account and data) gedrückt haben, haben Sie nun ein lokales Windows®-Benutzerkonto aus Windows® 10 entfernt, und dieses Konto sollte nicht mehr in der Liste der Konten enthalten sein, die auf dem Bildschirm „Konten“ (Accounts) unter der Überschrift *Anderer Benutzer* (Other people) angezeigt wird. Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms „Konten“ (Accounts) auf das **X**, um den Bildschirm zu schließen.

5.C. Ändern des Aussehens des Desktop-Bildschirms für neue Windows®-Benutzerkonten

Wenn Sie sich zum ersten Mal mit einem neuen Konto anmelden, kommt es zu einer Verzögerung von wenigen Sekunden, in denen Windows® das neue Benutzerkonto vorbereitet; anschließend wird dem Benutzer der Windows®-Desktop-Bildschirm angezeigt. Das Symbol der Maxwell® CSC-Software wird nicht auf dem Desktop-Bildschirm angezeigt. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, um das Symbol der Maxwell® CSC-Software zum Windows®-Desktop-Bildschirm hinzuzufügen.

Aufrufen der Maxwell® CSC-Software

1. Wenn Sie das Symbol der Maxwell® CSC-Software nicht zum Windows®-Desktop-Bildschirm hinzufügen, müssen Sie das Startmenü aufrufen, um die Maxwell® CSC-Software zu öffnen.
2. Wischen Sie auf dem Desktop-Bildschirm vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Taskleiste anzuzeigen und tippen Sie dann links in der Taskleiste auf die **Start**-Schaltfläche.
3. Scrollen Sie in den installierten Programmen im Hauptteil des Startmenüs nach unten, um den Promega-Ordner anzuzeigen. Tippen Sie auf den **Promega**-Ordner, um die Elemente in dem Ordner einzublenden.
4. Halten Sie das Element **Maxwell® CSC IVD** zwei Sekunden lang gedrückt und lassen es anschließend los, um das Popup-Fenster mit den Optionen zu öffnen. Tippen Sie auf das Element **An Start anheften** (Pin to Start) (Abbildung 21, Fenster A). Dadurch wird auf der rechten Seite des Startmenüs ein Maxwell® CSC IVD-Symbol erstellt (Abbildung 21, Fenster B).

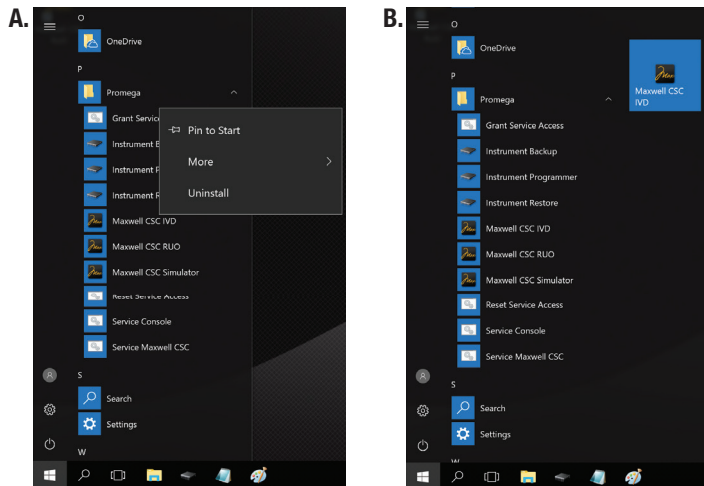


Abbildung 21. Erstellen von Symbolen zu der Maxwell® CSC-Software. Fenster A. Suchen Sie das Maxwell® CSC IVD- oder das Maxwell® CSC RUO-Symbol im Ordner Promega in der Liste der auf dem Tablet-PC installierten Programme. Halten Sie das gewünschte Symbol gedrückt, um das Popup-Fenster mit den Optionen zu öffnen. **Fenster B.** Nachdem Sie auf **An Start anheften** (Pin to Start) gedrückt haben, wird rechts neben den installierten Programmen im Startmenü das festgelegte Symbol angezeigt.

5.C. Ändern des Aussehens des Desktop-Bildschirms für neue Windows®-Benutzerkonten (Fortsetzung)

5. Um das Maxwell® CSC IVD-Symbol zum Desktop hinzuzufügen, halten Sie das Maxwell® CSC IVD-Symbol rechts im Startmenü gedrückt, bis die Gruppenüberschrift „Name“ angezeigt wird. Ziehen Sie das Maxwell® CSC IVD-Symbol jetzt auf den Desktop.
6. Das Symbol der Maxwell® CSC IVD-Software wird jetzt auf dem Desktop angezeigt. Doppelklicken Sie auf das Symbol der **Maxwell® CSC IVD**-Software, um die Maxwell® CSC IVD-Software zu öffnen. Alternativ können Sie auch auf die Schaltfläche Start und das Maxwell® CSC IVD-Symbol rechts im Startmenü tippen, um die Maxwell® CSC IVD-Software zu öffnen.
7. Wiederholen Sie die Schritte 4-6 für das Maxwell® CSC RUO-Symbol.

6. Verwalten der Maxwell® CSC-Zugriffsebenen für ein Windows®-Benutzerkonto

Die Zugriffsebenen innerhalb der Maxwell® CSC-Software werden kontrolliert, indem ein Windows®-Benutzerkonto einer Promega-Zugriffsgruppe zugewiesen wird. Die Maxwell® CSC-Software unterstützt die folgenden Benutzerrollen.

PromegaUser: PromegaUsers haben folgende Zugriffsrechte:

1. Auswählen und Ausführen vorinstallierter Methoden
2. Anzeigen und Exportieren von Ergebnissen

PromegaAdministrator: PromegaAdministrators haben folgende Zugriffsrechte:

1. Alle PromegaUser-Zugriffsrechte
2. Importieren/Löschen von Aufreinigungsmethoden
3. Spezifizieren der Anforderungen zur Probenverfolgung
4. Einstellen von Software-Optionen
5. Festlegen der UV-Dekontaminations-Optionen

Bei Lieferung Ihres Maxwell® CSC-Systems ist der Tablet-PC mit einem Windows®-Benutzerkonto konfiguriert, das „Benutzer“ (User) heißt. Dieses Konto ist nicht passwortgeschützt und so konfiguriert, dass es sowohl Windows®-Administratorrechte als auch Administratorrechte für die Maxwell® CSC-Software hat.

Hinweis: Die PromegaService-Gruppe ist nur zur Verwendung durch Mitarbeiter des Promega-Kundendienstes vorgesehen. Weisen Sie der PromegaService-Gruppe keine Benutzer zu.

6.A. Zuweisen eines Kontos zu einer Promega-Zugriffsgruppe

In den nachfolgenden Anweisungen sind die Schritte aufgeführt, die beim Hinzufügen eines Windows®-Benutzerkontos (ganz gleich, ob es sich um ein lokales oder ein Domänenkonto handelt) zu einer der Promega-Zugriffsgruppen auf dem Tablet-PC auszuführen sind. Alle Windows®-Benutzerkonten, die Zugriff auf die Maxwell® CSC-Software haben sollen, müssen entweder der Gruppe PromegaUsers oder der Gruppe PromegaAdministrators hinzugefügt werden.

Hinweise:

- Nur mit einem Windows®-Benutzerkonto mit Administratorrechten im Windows®-Betriebssystem können Konten zu einer Promega-Zugriffsgruppe zugewiesen werden.
 - Am einfachsten ist es, die folgenden Schritte mit dem Stylus auszuführen.
 - Die PromegaService-Gruppe ist nur zur Verwendung durch Mitarbeiter des Promega-Kundendienstes vorgesehen. Weisen Sie der PromegaService-Gruppe keine Benutzer zu.
- Schließen Sie die Maxwell® CSC-Software, sofern sie geöffnet ist. Wenn Sie sich nicht auf der „Startseite“ (Home) befinden, tippen Sie oben links auf der Benutzeroberfläche auf die Schaltfläche **Startseite** (Home). Tippen Sie in der oberen linken Ecke des Bildschirms auf das **X** und bestätigen Sie, dass Sie die Software beenden möchten.
 - Wischen Sie auf dem Desktop-Bildschirm vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Taskleiste anzuzeigen und tippen Sie dann links in der Taskleiste auf die Schaltfläche **Suchen** (Search).
 - Tippen Sie auf das Textfeld „Suchen“ (Search) und dann auf das **Tastatur**-Symbol rechts in der Taskleiste, um die Bildschirmtastatur zu öffnen und geben Sie den Text `lusrmgr.msc` ein (Abbildung 22, Fenster A). Tippen Sie auf der Bildschirmtastatur auf das **X**, um die Tastatur zu schließen. Unter der Überschrift *Beste Übereinstimmung* (Best match) wird das Element „lusrmgr.msc“ angezeigt; tippen Sie darauf, um den Bildschirm „Lokale Benutzer und Gruppen (Lokal)“ (Local Users and Groups (Local)) anzuzeigen (Abbildung 22, Fenster B).

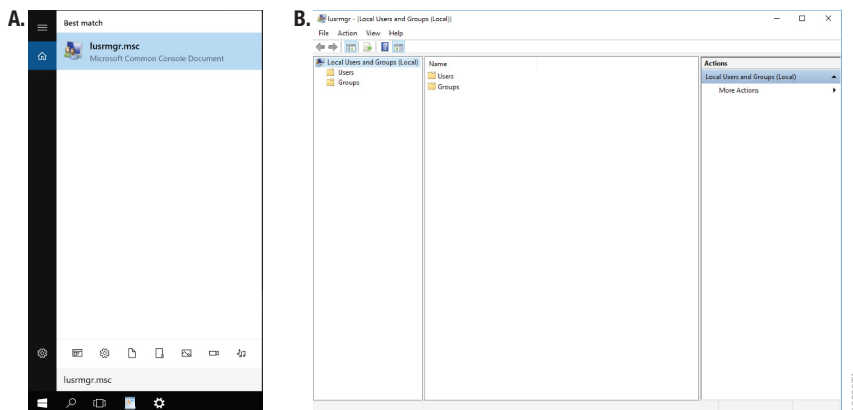


Abbildung 22. Zugreifen auf Benutzer und Gruppen. Fenster A. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Suchen** (Search) in der Taskleiste und geben Sie „lusrmgr.msc“ in das Suchfenster ein, um das Element „lusrmgr.msc“ anzuzeigen. **Fenster B.** Wenn Sie auf das Element **lusrmgr.msc** aus der Suchergebnisliste tippen, wird der Bildschirm „Lokale Benutzer und Gruppen (Lokal)“ (Local Users and Groups (Local)) angezeigt.

- Doppeltippen Sie auf den Ordner **Gruppen** (Groups) in der Mitte des Fensters, um den Ordner zu öffnen (Abbildung 23).

6.A. Zuweisen eines Kontos zu einer Promega-Zugriffsgruppe (Fortsetzung)

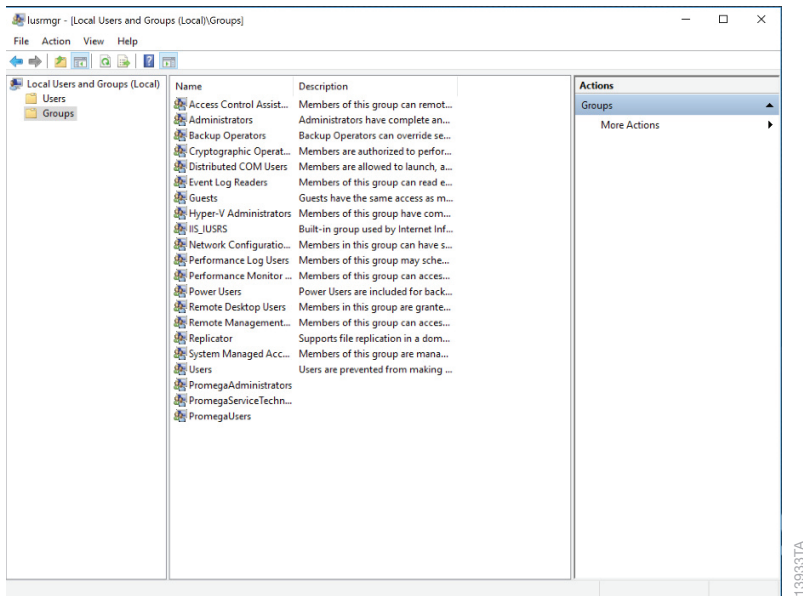


Abbildung 23. Ordner „Gruppen“ (Groups). Zugreifen auf die Gruppen PromegaAdministrators und PromegaUsers über den Ordner „Gruppen“ (Groups) auf dem Bildschirm „Lokale Benutzer und Gruppen (Lokal)“ (Local Users and Groups (Local)).

5. In der Mitte des Bildschirms wird eine Liste mit Gruppen angezeigt. Unten in der Liste werden zwei Gruppen angezeigt (**PromegaAdministrators** und **PromegaUsers**), mit denen die Zugriffsrechte der Maxwell® CSC-Software den Windows®-Benutzerkonten zugewiesen werden.
Hinweis: Die PromegaService-Gruppe ist nur zur Verwendung durch Mitarbeiter des Promega-Kundendienstes vorgesehen. Weisen Sie der PromegaService-Gruppe keine Benutzer zu.
6. Je nachdem, welche Zugriffsebene für ein bestimmtes Benutzerkonto aktiviert werden soll, doppelklicken Sie entweder auf den Listeneintrag **PromegaAdministrators** oder **PromegaUsers**.
7. Dadurch wird der Bildschirm „PromegaAdministrators-Eigenschaften“ (PromegaAdministrators Properties) oder der Bildschirm „PromegaUsers-Eigenschaften“ (PromegaUsers Properties) angezeigt (Abbildung 24, Fenster A). Tippen Sie unter dem Abschnitt „Mitglieder:“ (Members:) in dem Fenster auf die Schaltfläche **Hinzufügen....** (Add).
8. Daraufhin wird der Bildschirm „Benutzer auswählen“ (Select Users) angezeigt (Abbildung 24, Fenster B). Geben Sie in den mit *Auszuwählende Objektamen eingeben:* (Enter the object names) bezeichneten Abschnitt des Bildschirms den Benutzernamen des Kontos ein, das Sie zu der ausgewählten Gruppe hinzufügen möchten.

Hinweis: Wischen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben, um die Taskleiste anzuzeigen und tippen Sie dann auf das **Tastatur**-Symbol rechts in der Taskleiste, um die Bildschirmtastatur anzuzeigen und Daten in die Textfelder einzugeben. Tippen Sie in der rechten oberen Ecke der Bildschirmtastatur auf das **X**, um die Tastatur zu schließen.

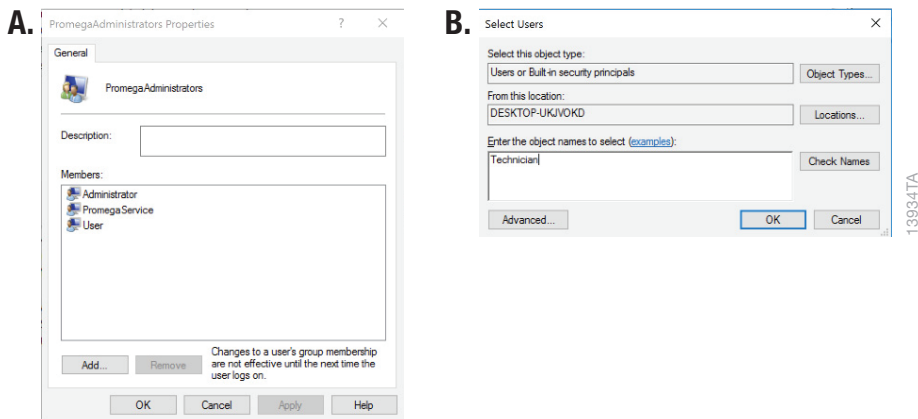


Abbildung 24. Hinzufügen von Benutzern zu einer Promega-Gruppe. **Fenster A.** Im Bildschirm „PromegaAdministrators-Eigenschaften“ (PromegaAdministrators Properties) oder im Bildschirm „PromegaUsers-Eigenschaften“ (PromegaUsers Properties) sind die Windows®-Benutzerkonten aufgeführt, die der angegebenen Gruppe aktuell zugewiesen sind. Tippen Sie auf **Hinzufügen...** (Add), um der Gruppe ein neues Windows®-Benutzerkonto hinzuzufügen. **Fenster B.** Geben Sie auf dem Bildschirm „Benutzer auswählen“ (Select Users) in das Textfeld die Namen der Windows®-Benutzerkonten ein, die der ausgewählten Gruppe hinzugefügt werden sollen.

9. Um zu überprüfen, ob der Benutzername, den Sie eingegeben haben, von Windows® erkannt wird, tippen Sie auf die Schaltfläche **Namen überprüfen** (Check Names). Wird der Benutzername nicht erkannt, wird das Fenster „Name nicht gefunden“ (Name Not Found) angezeigt. Überprüfen Sie noch einmal die Schreibweise des Benutzernamens und geben Sie ihn erneut ein.
10. Tippen Sie auf **OK**, um den Benutzernamen, den Sie dieser Gruppe zugewiesen haben, zu akzeptieren und dann auf dem Bildschirm „Eigenschaften“ (Properties) auf **OK** und schließen Sie den Bildschirm „Lokale Benutzer und Gruppen (Lokal)“ (Local Users and Groups (Local)).
11. Mit dem Benutzernamen, den Sie der angegebenen Gruppe zugewiesen haben, sollte nun die Maxwell® CSC-Software mit den angegebenen Zugriffsrechten ausgeführt werden können.
12. Starten Sie das Tablet neu, damit die Zugriffsrechte des neuen Kontos wirksam werden. Tippen Sie hierzu links unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche **Start** und dann auf das **Ein-/Aus**-Symbol und wählen Sie **Neu starten** (Restart) aus (Abbildung 25).

6.A. Zuweisen eines Kontos zu einer Promega-Zugriffsgruppe (Fortsetzung)

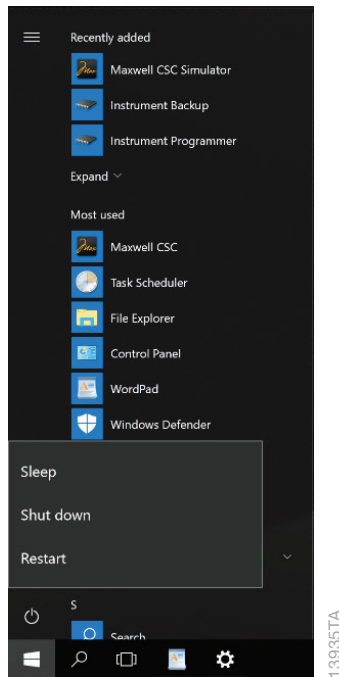


Abbildung 25. Popup-Fenster mit Energieoptionen. Wenn Sie im Startmenü auf die Schaltfläche Ein/Aus tippen, wird das Popup-Fenster mit den Energieoptionen angezeigt. Dieses Popup-Fenster enthält Optionen zum Verwalten des Energiestatus des Tablet-PCs.

13. Um zu überprüfen, welche Zugriffsebene das Konto hat, melden Sie sich mit dem betreffenden Konto bei dem Tablet an (siehe **Verwalten des aktuellen Kontos** weiter unten) und öffnen Sie die Maxwell® CSC IVD- oder Maxwell CSC® RUO-Software.
14. Tippen Sie auf dem Startbildschirm der Maxwell® CSC-Software auf die Schaltfläche **Einstellungen** (Settings). Falls das Konto Administratorrechte für die Maxwell® CSC-Software besitzt, wird die Schaltfläche **Administrator** auf dem Bildschirm „Einstellungen“ (Settings) angezeigt (Abbildung 26). Falls das Konto Benutzerrechte für die Maxwell® CSC-Software besitzt, wird die Schaltfläche **Administrator** nicht auf dem Bildschirm „Einstellungen“ (Settings) angezeigt.



Abbildung 26. Bildschirm „Einstellungen“ (Settings) der Maxwell® CSC-Software. In Windows®-Benutzerkonten, die der PromegaAdministrators-Gruppe hinzugefügt wurden, wird die Schaltfläche **Administrator** auf dem Bildschirm „Einstellungen“ (Settings) der Maxwell® CSC-Software angezeigt.

6.B. Entfernen eines Kontos aus einer Promega-Zugriffsgruppe

Die Zugriffsebenen innerhalb der Maxwell® CSC-Software werden kontrolliert, indem ein Windows®-Benutzerkonto einer Promega-Zugriffsgruppe zugewiesen wird. In den nachfolgenden Anweisungen sind die Schritte aufgeführt, die beim Entfernen eines Windows®-Benutzerkontos aus einer der Promega-Zugriffsgruppen auszuführen sind. Sobald ein Windows®-Benutzerkonto aus der Promega-Zugriffsgruppe entfernt wurde, hat das angegebene Konto keinen Zugriff mehr auf die Maxwell® CSC-Software.

Hinweise:

- Nur mit einem Windows®-Benutzerkonto mit Administratorrechten im Windows®-Betriebssystem können Konten aus einer Promega-Zugriffsgruppe entfernt werden.
- Am einfachsten ist es, die folgenden Schritte mit dem Stylus auszuführen.

Entfernen eines Kontos aus einer Promega-Zugriffsgruppe

1. Schließen Sie die Maxwell® CSC-Software, sofern sie geöffnet ist. Wenn Sie sich nicht auf der „Startseite“ (Home) befinden, tippen Sie oben links auf der Benutzeroberfläche auf die Schaltfläche **Startseite** (Home). Tippen Sie in der oberen linken Ecke des Bildschirms auf das **X** und bestätigen Sie, dass Sie die Software beenden möchten.
2. Wischen Sie auf dem Desktop-Bildschirm vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Taskleiste anzuzeigen und tippen Sie dann links in der Taskleiste auf die Schaltfläche **Suchen** (Search).

6.B. Entfernen eines Kontos aus einer Promega-Zugriffsgruppe (Fortsetzung)

- Tippen Sie auf das Textfeld „Suchen“ (Search) und dann auf das **Tastatur**-Symbol rechts in der Taskleiste, um die Bildschirmtastatur zu öffnen und geben Sie den Text **lusrmgr.msc** ein (Abbildung 27, Fenster A). Tippen Sie auf der Bildschirmtastatur auf das **X**, um die Tastatur zu schließen. Unter der Überschrift „Beste Übereinstimmung“ (Best match) wird das Element „lusrmgr.msc“ angezeigt; tippen Sie darauf, um den Bildschirm „Lokale Benutzer und Gruppen (Lokal)“ (Local Users and Groups (Local)) anzuzeigen (Abbildung 27, Fenster B).

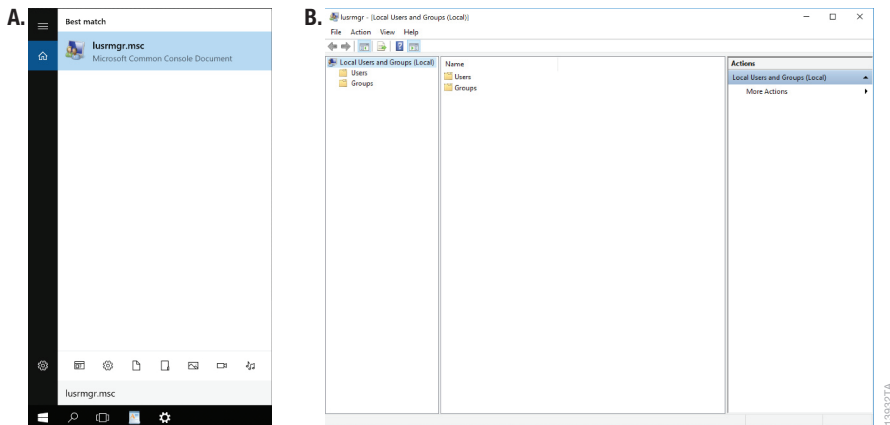


Abbildung 27. Zugreifen auf Benutzer und Gruppen. Fenster A. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Suchen** (Search) in der Taskleiste und geben Sie „lusrmgr.msc“ in das Suchfenster ein, um das Element „lusrmgr.msc“ anzuzeigen. **Fenster B.** Wenn Sie auf das Element **lusrmgr.msc** aus der Suchergebnisliste tippen, wird der Bildschirm „Lokale Benutzer und Gruppen (Lokal)“ (Local Users and Groups (Local)) angezeigt.

4. Doppeltippen Sie auf den Ordner **Gruppen** (Groups) in der Mitte des Fensters, um den Ordner zu öffnen (Abbildung 28).

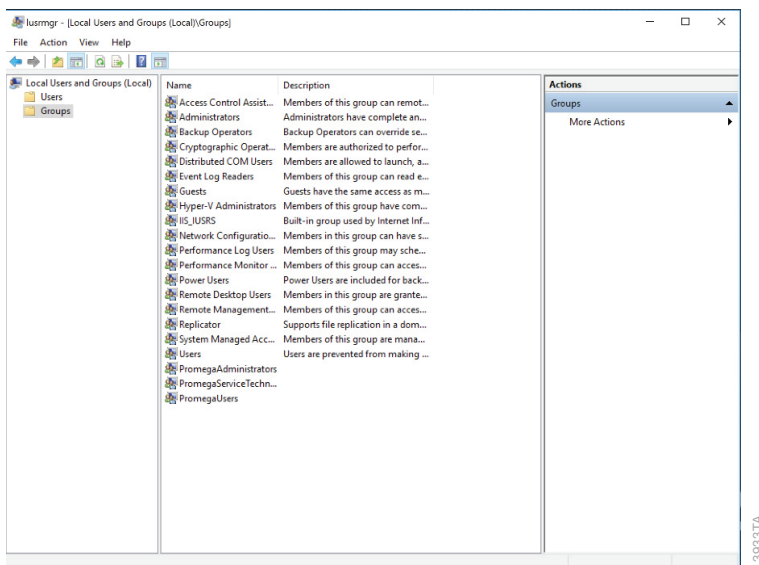


Abbildung 28. Ordner „Gruppen“ (Groups). Zugreifen auf die Gruppen **PromegaAdministrators** und **PromegaUsers** über den Ordner „Gruppen“ (Groups) auf dem Bildschirm „Lokale Benutzer und Gruppen (Lokal)“ (Local Users and Groups (Local)).

5. In der Mitte des Bildschirms wird eine Liste mit Gruppen angezeigt. Unten in der Liste werden zwei Gruppen angezeigt (**PromegaAdministrators** und **PromegaUsers**), mit denen die Zugriffsrechte der Maxwell® CSC-Software den Windows®-Benutzerkonten zugewiesen werden.
6. Je nachdem, aus welcher Zugriffsebene Sie ein bestimmtes Benutzerkonto entfernen möchten, doppeltippen Sie entweder auf den Listeneintrag **PromegaAdministrators** oder **PromegaUsers**.
7. Dadurch wird der Bildschirm „PromegaAdministrators-Eigenschaften“ (PromegaAdministrators Properties) oder der Bildschirm „PromegaUsers-Eigenschaften“ (PromegaUsers Properties) angezeigt. Tippen Sie auf dem Bildschirm unter dem Abschnitt *Mitglieder:* (Members:) auf den Namen des Benutzers, den Sie aus der Promega-Zugriffsgruppe entfernen möchten (Abbildung 29).

6.B. Entfernen eines Kontos aus einer Promega-Zugriffsgruppe (Fortsetzung)

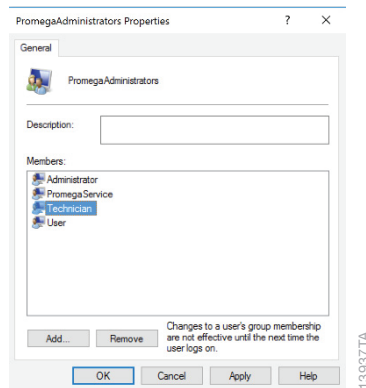


Abbildung 29. Entfernen eines Windows®-Benutzerkontos aus einer Promega-Zugriffsgruppe.

Tippen Sie auf das Windows®-Benutzerkonto, das Sie aus der ausgewählten Promega-Zugriffsgruppe entfernen möchten und tippen Sie dann auf die Schaltfläche **Entfernen** (Remove).

8. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Entfernen** (Remove), um diesen Benutzer aus dieser Promega-Zugriffsgruppe zu entfernen.
9. Tippen Sie auf dem Bildschirm „Eigenschaften“ (Properties) auf **OK**, um die Änderungen zu akzeptieren, oder tippen Sie auf **Abbrechen** (Cancel), um die Änderungen zu verwerfen. Bei beiden Auswahlmöglichkeiten kehren Sie zum Bildschirm „Lokale Benutzer und Gruppen (Lokal)“ (Local Users and Groups (Local)) zurück.
10. Schließen Sie den Bildschirm „Lokale Benutzer und Gruppen (Lokal)“ (Local Users and Groups (Local)), indem Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf das **X** tippen.

11. Starten Sie das Tablet neu, damit die Zugriffsrechte des neuen Kontos wirksam werden. Tippen Sie hierzu links unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche **Start** und dann auf das **Ein-/Aus**-Symbol und wählen Sie **Neu starten** (Restart) aus (Abbildung 30).

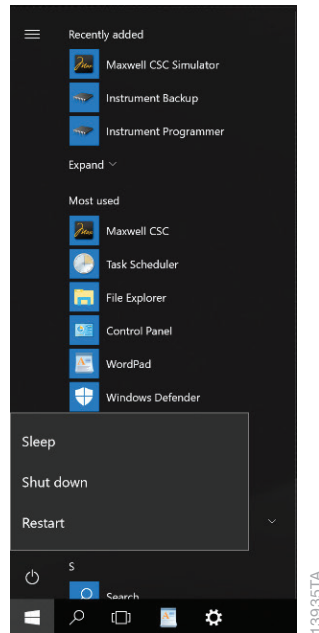


Abbildung 30. Popup-Fenster mit Energieoptionen. Wenn Sie im Startmenü auf die Schaltfläche **Ein/Aus** tippen, wird das Popup-Fenster mit den Energieoptionen angezeigt. Dieses Popup-Fenster enthält Optionen zum Verwalten des Energiestatus des Tablet-PCs.

7. Verwalten des aktuellen aktiven Kontos

Um die Funktionen der Maxwell® CSC-Software richtig mit dem Benutzer zu kennzeichnen, der die Funktion ausgeführt hat, müssen Windows®-Benutzer zwischen den Sitzungen in der Maxwell® CSC-Software zu ihrem Konto wechseln. Nach dem Erstellen passwortgeschützter lokaler Windows®-Benutzerkonten oder bei Verbindung zu einer Netzwerkdomäne zwecks Verwendung von Domänenkonten, müssen die Bediener sich beim Windows®-Betriebssystem anmelden. Gehen Sie wie folgt vor, um zwischen Benutzern zu wechseln oder um sich abzumelden.

Ausgehend von einem aktuell angemeldeten Konto

1. Wischen Sie auf dem Desktop-Bildschirm vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Taskleiste anzuzeigen und tippen Sie dann links in der Taskleiste auf die **Start**-Schaltfläche.
2. Tippen Sie auf das Symbol **Konten** (Accounts), um das Popup-Fenster „Konto-Optionen“ (Account options) zu öffnen (Abbildung 31).

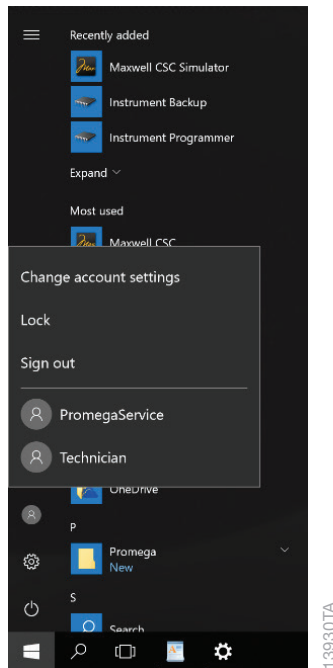


Abbildung 31. Popup-Fenster mit Kontoinformationen (Account information). Das Popup-Fenster „Kontoinformationen“ (Account information), das über das Startmenü aufgerufen wird, zeigt die Windows®-Benutzerkonten auf dem Tablet-PC an und ermöglicht es dem aktuellen Benutzer, sich vom Windows®-Betriebssystem **abzumelden** (Sign out).

3. Wenn Sie sich von dem Tablet abmelden möchten, tippen Sie in der Liste auf **Abmelden** (Sign out). Dadurch wird der aktuelle Benutzer von dem Tablet abgemeldet und auf dem Tablet wird wieder der Sperrbildschirm angezeigt.
4. Wenn Sie bei dem Tablet angemeldet bleiben, aber mit dem aktuellen Benutzer zu einem anderen Konto wechseln möchten, tippen Sie in der Liste der Benutzer auf den Benutzernamen des Kontos, das Sie öffnen möchten. Wenn das Konto aktuell angemeldet ist, wird das Tablet einfach mit diesem Konto geöffnet. Wenn das Konto nicht angemeldet ist, muss ggf. das Passwort eingegeben werden, bevor das betreffende Konto geöffnet werden kann. Geben Sie bei Bedarf das Passwort des Kontos ein um fortzufahren.

Hinweis: Auf dem Tablet kann nur eine Instanz der Maxwell® CSC-Software gleichzeitig laufen.

Ausgehend vom Tablet-Sperrbildschirm

1. Wischen Sie auf dem Sperrbildschirm des Tablet-PCs von unten nach oben, um die Liste der Konten auf dem Tablet-PC anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf den Benutzernamen des Kontos, das Sie öffnen möchten, und dann auf die Schaltfläche **Anmelden** (Sign in).
3. Ggf. müssen Sie ein Passwort für das Konto eingeben, um den Tablet-PC zu entsperren.

8. Herunterfahren und Neustarten

Gelegentlich müssen Sie den Tablet PC herunterfahren und neu starten. Die nachfolgenden Anweisungen enthalten Einzelheiten zum Herunterfahren und Neustarten des Tablet-PCs.

1. Schließen Sie die Maxwell® CSC-Software, sofern sie geöffnet ist. Wenn Sie sich nicht auf der „Startseite“ (Home) befinden, tippen Sie oben links auf der Benutzeroberfläche auf die Schaltfläche **Startseite** (Home). Tippen Sie in der oberen linken Ecke des Bildschirms auf das **X** und bestätigen Sie, dass Sie die Software beenden möchten.
2. Wischen Sie auf dem Desktop-Bildschirm vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Taskleiste anzuzeigen und tippen Sie dann links in der Taskleiste auf die **Start**-Schaltfläche.
3. Tippen Sie auf das Symbol **Ein/Aus**, um das Menü mit den Energieoptionen zu öffnen (Abbildung 32).

8. Herunterfahren und Neustarten (Fortsetzung)

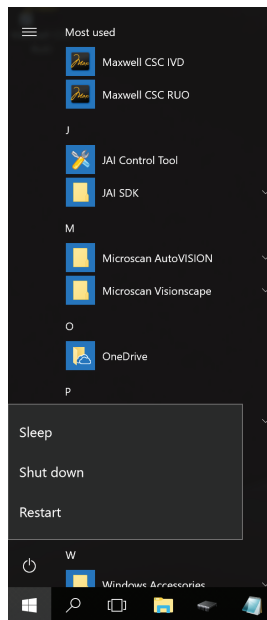


Abbildung 32. Popup-Fenster mit Energieoptionen. Wenn Sie im Startmenü auf die Schaltfläche Ein/Aus tippen, wird das Popup-Fenster mit den Energieoptionen angezeigt. Dieses Popup-Fenster enthält Optionen zum Verwalten des Energiestatus des Tablet-PCs.

4. Wenn Sie den Tablet-PC herunterfahren möchten, tippen Sie im Energiemenü auf **Herunterfahren** (Shut down).
5. Wenn Sie den Tablet-PC neu starten möchten, tippen Sie im Energiemenü auf **Neu starten** (Neu starten).
6. Der Tablet-PC führt das ausgewählte Element aus und fährt entweder herunter oder startet neu.

9. Herstellen einer Verbindung zu einem Netzwerk

Der Maxwell® CSC Tablet-PC kann sich über eine WLAN-Verbindung oder über eine drahtgebundene Verbindung mithilfe des USB-Ethernet-Adapters (Kat. Nr. AS8403) und eines Ethernetkabels mit lokalen Netzwerken verbinden. Wenn Sie den Tablet-PC mit einem Netzwerk der Einrichtung über eine WLAN-Verbindung verbinden möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Hinweise:

- Wenden Sie sich an die IT-Abteilung Ihrer Einrichtung, wenn Sie eine Verbindung zum Netzwerk herstellen möchten, damit die Regeln und Vorschriften Ihrer Einrichtung hinsichtlich des Netzwerkzugangs befolgt werden.
- Beim Herstellen einer Verbindung zu einem Netzwerk mithilfe des USB-Ethernet-Adapters (Kat. Nr. AS8403) müssen Sie diese Schritte nicht befolgen. Die Netzwerkverbindung wird automatisch identifiziert. Es ist eventuell erforderlich, die Netzwerk-Verbindungsdaten einzugeben.

Im Folgenden einige Richtlinien für Ihr IT-Personal oder den Administrator an Ihrem Standort.

Es wird nicht empfohlen, zusätzliche Programme auf den Tablet-PC zu laden, da diese den Betrieb des Geräts beeinträchtigen könnten.

Einige Einrichtungen verlangen, dass auf PCs innerhalb der Einrichtung Antivirensoftware installiert wird. Wenn Sie ein Antivirenprogramm installieren, vergewissern Sie sich bitte, dass es auf manuelle und nicht auf automatische Updates eingestellt ist.

Durch Antivirensoftware verlangsamt sich die Leistung des Tablet-PCs, was sich auf die Leistung des Maxwell® CSC-Geräts bei der Verarbeitung von Proben auswirkt.

Weitere Empfehlungen:

- Deaktivieren Sie automatische Windows®-Updates und Virenschans.
- Deaktivieren Sie die automatische Abschaltung sowie Standby- und Ruheeinstellungen.
- Deaktivieren Sie die „Schnelle Inbetriebnahme“ (Fast Startup). Setzen Sie den Ein-/Ausschalter auf „Herunterfahren“ (Shut down) und nicht auf „Standby“ (Sleep).
- Deaktivieren Sie etwaige sonstige Programme, die automatisch starten oder manuell gestartet werden und während des Betriebs PC-Ressourcen verbrauchen würden.
- Vergewissern Sie sich, dass es keine Domänenrichtlinien gibt, die die oben genannten Einstellungen überschreiben.

Hinweis: Der mit dem Maxwell® CSC-System bereitgestellte Tablet-PC wurde bereits mit den oben genannten Einstellungen konfiguriert.

1. Schließen Sie die Maxwell® CSC-Software, sofern sie geöffnet ist. Wenn Sie sich nicht auf der „Startseite“ (Home) befinden, tippen Sie oben links auf der Benutzeroberfläche auf die Schaltfläche **Startseite** (Home). Tippen Sie in der oberen linken Ecke des Bildschirms auf das **X** und bestätigen Sie, dass Sie die Software beenden möchten.
2. Wischen Sie auf dem Desktop-Bildschirm vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Taskleiste anzuzeigen und tippen Sie dann rechts in der Taskleiste auf die **WLAN** (Wi-Fi)-Schaltfläche, um das WLAN-Menü anzuzeigen (Abbildung 33).

9. Herstellen einer Verbindung zu einem Netzwerk (Fortsetzung)

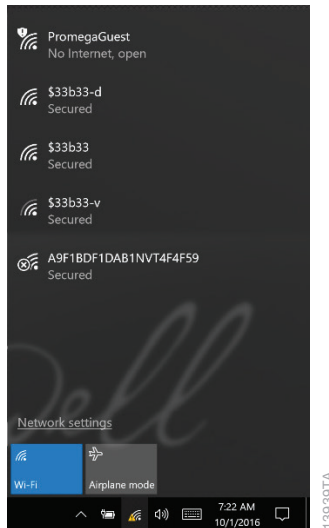


Abbildung 33. WLAN-Menü. Das WLAN-Menü gibt den Status der Funknetzwerk-Konnektivität des Tablet-PCs an. Tippen Sie auf die **WLAN**-Schaltfläche, um die WLAN-Verbindung des Tablet-PCs ein- oder auszu-schalten. Tippen Sie auf das angezeigte Netzwerk, um zu versuchen, eine Verbindung zu dem betreffenden Netzwerk herzustellen.

3. Wenn die WLAN-Verbindung des Tablet-PCs aktuell aktiv ist, wird oben im WLAN-Menü eine Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt. Wenn die WLAN-Verbindung des Tablet-PCs aktuell deaktiviert ist, tippen Sie auf die **WLAN**-Schaltfläche, um WLAN zu aktivieren. Sobald WLAN aktiviert ist, werden die verfügbaren Netzwerke oben im WLAN-Menü angezeigt.
4. Wählen Sie eines der verfügbaren Netzwerke aus, um zu versuchen, eine Verbindung herzustellen.
5. Geben Sie, wenn Sie dazu aufgefordert werden, den Benutzernamen und das Passwort ein, um eine Verbindung zu diesem Netzwerk herzustellen. Wenden Sie sich an die IT-Abteilung Ihrer Einrichtung, wenn Sie eine Verbindung zum Netzwerk Ihrer Einrichtung herstellen.
6. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Verbinden** (Connect), woraufhin der Tablet-PC versucht, eine Verbindung zu dem angegebenen Netzwerk herzustellen.

10. Hinzufügen eines Netzwerkdruckers

Mit der Maxwell® CSC-Software können Sie mithilfe eines Netzwerkdruckers Berichte drucken. Der Drucker, auf dem Sie mit der Maxwell® CSC-Software drucken möchten, muss Ihrem Netzwerk angehören, und der Tablet-PC sollte mit Ihrem Netzwerk verbunden sein.

Hinweis: Wenden Sie sich an die IT-Abteilung Ihrer Einrichtung, wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerkdrucker herstellen.

1. Schließen Sie die Maxwell® CSC-Software, sofern sie geöffnet ist. Wenn Sie sich nicht auf der „Startseite“ (Home) befinden, tippen Sie oben links auf der Benutzeroberfläche auf die Schaltfläche **Startseite** (Home). Tippen Sie in der oberen linken Ecke des Bildschirms auf das **X** und bestätigen Sie, dass Sie die Software beenden möchten.
2. Wischen Sie auf dem Desktop-Bildschirm vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Taskleiste anzuzeigen und tippen Sie dann links in der Taskleiste auf die **Start**-Schaltfläche.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen** (Settings), um den Bildschirm „Windows-Einstellungen“ (Windows Settings) zu öffnen (Abbildung 34).

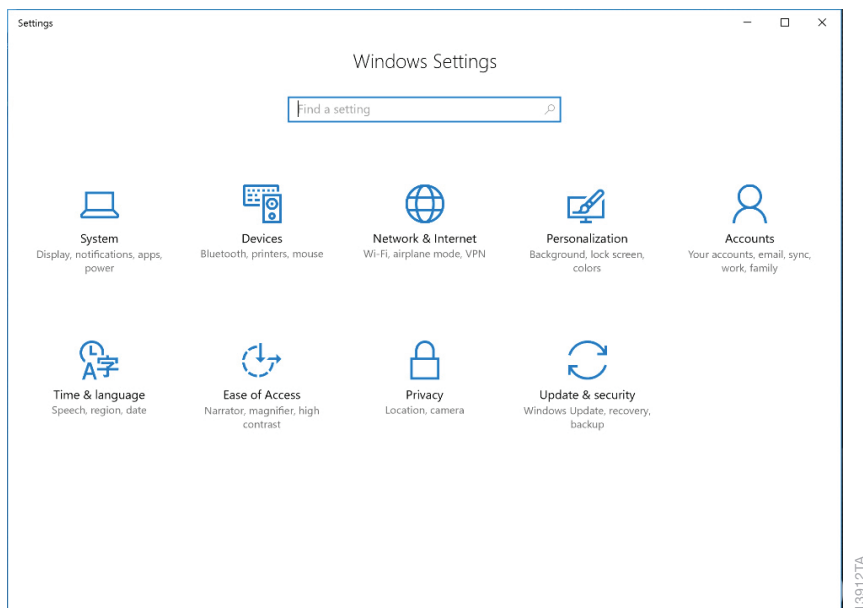


Abbildung 34. Der Bildschirm „Windows®-Einstellungen“ (Windows Settings). Der Bildschirm „Windows-Einstellungen“ (Windows Settings) bietet Zugriff auf mehrere Funktionen, mit denen Optionen und Einstellungen für den Tablet-PC konfiguriert werden können.

10. Hinzufügen eines Netzwerkdruckers (Fortsetzung)

4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Geräte** (Devices) auf dem Bildschirm „Windows-Einstellungen“ (Windows Settings), um den Bildschirm „Geräte“ (Devices) zu öffnen (Abbildung 35).

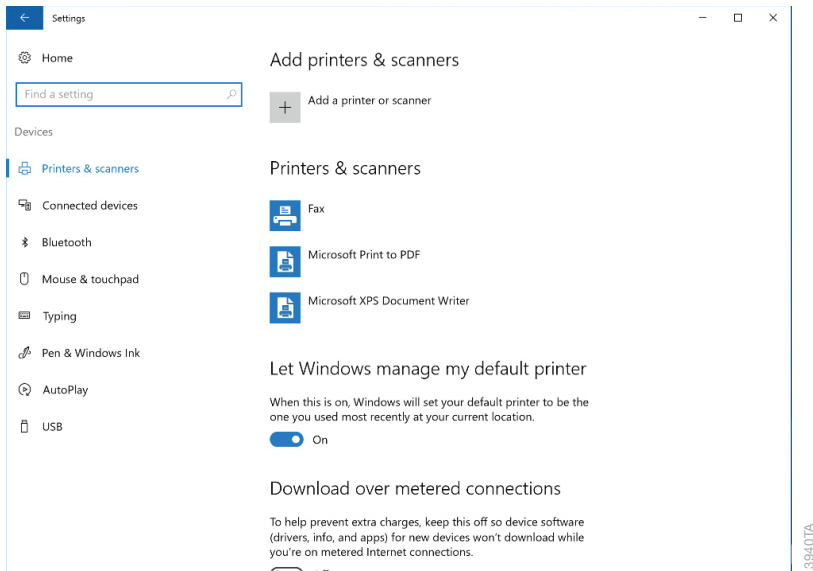


Abbildung 35. Der Bildschirm „Geräte“ (Devices). Die Verbindung zu einem Netzwerkdrucker kann über den Bildschirm „Geräte“ (Devices) hergestellt werden. Der Tablet-PC muss mit einem Netzwerk verbunden sein, damit er auf die Netzwerkdrucker zugreifen kann.

5. Tippen Sie auf die Schaltfläche „+“ neben der Überschrift *Drucker oder Scanner hinzufügen* (Add a printer or scanner). Der Tablet-PC sucht automatisch nach dem Netzwerk mit verfügbaren Druckern, die ausgewählt werden können. Dies kann eine Weile dauern.
6. Sobald verfügbare Drucker gefunden werden, wählen Sie den gewünschten Drucker aus der Liste aus und drücken auf die Schaltfläche **Weiter** (Next). Wenn der gewünschte Drucker nicht in dem Netzwerk gefunden wurde, wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung, um das Problem zu lösen.
7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diesen Drucker zu dem Tablet-PC hinzuzufügen.

11. Änderungsübersicht

Folgende Änderung wurde an der Version dieses Dokuments von Oktober 2019 vorgenommen.

1. Aktualisiert um Referenzen auf IVD- und RUO-Modusoptionen.

Der Hersteller ist verantwortlich dafür, dem Kunden oder dem Benutzer die Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit zur Verfügung zu stellen.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Sicherstellung und Aufrechterhaltung einer elektromagnetisch kompatiblen Umgebung für das Gerät, damit das Gerät wie vorgesehen arbeitet.

© 2016–2019 Promega Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Maxwell ist eine eingetragene Marke der Promega Corporation.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

Die Produkte können angemeldeten oder erteilten Patenten oder bestimmten Einschränkungen unterliegen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Alle Preise und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Änderungen zu Produktansprüchen bleiben vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Promega oder rufen Sie den Online-Katalog von Promega auf, um die aktuellsten Informationen zu Promega-Produkten zu erhalten.