

Gemeinsam die Basis für Fortschritt und Innovation setzen



Produktportfolio



DNA- & RNA-Analyse

- ▶ Klonierung, Enzyme und DNA-Marker
pGEM-T®
- ▶ Transfektion und Epigenetik
FuGENE® | ViaFect™
- ▶ DNA- und RNA-Aufreinigung
Maxwell® | PureYield™ | ReliaPrep™
- ▶ DNA- und RNA-Quantifizierung
QuantiFluor® Dyes
- ▶ DNA-Amplifikation, PCR und qPCR
GoTaq®
- ▶ Reverse Transkription
GoScript™
- ▶ RNase-Inhibitoren
RNasin®
- ▶ NGS-Probenvorbereitung
ProNex®
- ▶ Sanger-Sequenzierung
Spectrum Compact | ProDye®
- ▶ STR-Analysen
PowerPlex® | GenePrint®

Zellbiologie

- ▶ Gen- und Proteinreporter
NanoLuc® | Ultra-Glo™ | Nano-Glo®
- ▶ Viabilität, Zytotoxizität und Apoptose
CellTiter-Glo® | CellTox™
- ▶ Zellmetabolismus
Glucose-Glo™
- ▶ Oxidativer Stress
ROS-Glo™
- ▶ 3D-Kultur-Analyse
Caspase-Glo® 3/7 3D
- ▶ Real-Time-Analyse
RealTime-Glo™
- ▶ Signaltransduktion
RapidResponse™
- ▶ Zelluläres Imaging
HaloTag®
- ▶ Immunoassays
Lumit™

Proteinanalyse

- ▶ Proteinexpression
TNT® | KRX Cells
- ▶ Proteinquantifizierung
Lumit™ | HiBiT
- ▶ Proteinabbau
NanoBRET™ | HiBiT | HaloTag®
- ▶ Pull-Down Assays
MagneGST™ | HaloTag®
- ▶ Proteininteraktion
NanoBit® | NanoBRET™ | Lumit™
- ▶ Proteinaufreinigung
MagneBeads® | HaloTag®
- ▶ Massenspektrometrie
Trypsin/Lys-C | Trypsin Gold | AccuMAP™

Geräte

- ▶ Luminometer, Fluorometer und Multimode-Reader
GloMax® Detection Systems
- ▶ Automatisierte DNA- & RNA-Extraktion
Maxwell® | Maxprep™
- ▶ DNA- und RNA-Konzentrationsmessung
Quantus™ Fluorometer | GloMax® Detection Systems
- ▶ Kapillarelektrophorese für die Sanger-Sequenzierung und DNA-Fragmentlängenanalyse
Spectrum CE Systems

Reporter Potency Bioassays

- ▶ Fc-Effektorfunktion
ADCC, ADCP
- ▶ Zytokine & Wachstumsfaktoren
VEGF, IL-2, IL-6, IL-12 und viele mehr
- ▶ Immun-Checkpoint
PD-1/PD-L1, CTLA-4, LAG-3, TIGIT
- ▶ T-Zell-Aktivierung
Bioassays & Knock-out-Varianten (TCRαβ-KO, CD4+, CD8+)
- ▶ Drug & Target:
Interaktion und Aktivität
PROTACs | IMiDs | Molecular Glues & GPCRs | Kinasen | PARPs | Ras



www.promega.com/products

Entdecken Sie Promega

Angetrieben durch Neugierde und inspiriert durch Forschung unterstützen wir seit über 40 Jahren Ihren Erfolg in der Wissenschaft.

Promega fördert weltweit die biologische Forschung und Entwicklung mit innovativen Produkten, fachkundiger Beratung und vielseitigen Service-Angeboten. Zu der Produktvielfalt gehören bewährte Reagenzien und Geräte für die Gen-, Protein- und Zellanalyse. Mit fast 2000 Mitarbeitern versorgen wir unsere Kunden in über 100 Ländern. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit ihnen steht dabei an oberster Stelle. Gemeinsam wollen wir das volle Potenzial der Biowissenschaften und ihrer Anwendungen ausschöpfen und damit zur allgemeinen Verbesserung der Lebensqualität beitragen.

Alles aus einer Hand – Reagenzien | Geräte | Service:

Die Arbeit unserer Kunden möchten wir durch aufeinander abgestimmte Produkte und Service-Angebote maximal erleichtern. Unser Angebot beinhaltet u.a. fachkundige Beratung zu Produkten und deren Anwendung, Herstellung kundenspezifischer Produkte, Chargen-Reservierungen, Geräteservice-Leistungen sowie Fortbildungen zu verschiedenen Themen.



Ihre Anwendung – unsere Expertise



Grundlagen-Forschung

- ▶ Zell- und Molekularbiologie
- ▶ Immunologie
- ▶ Genetik & Genomik
- ▶ Proteomik
- ▶ Epigenetik
- ▶ Biochemie
- ▶ Systembiologie
- ▶ Physiologie



Genetische Identität

- ▶ Forensische DNA-Spurenanalyse
- ▶ Humanspezifische DNA-Quantifizierung
- ▶ Verwandtschaftsanalysen
- ▶ Kapillarelektrophorese
- ▶ Zelllinien-Authentifizierung



Tiergesundheit

- ▶ Pathogen-Detektion
- ▶ Krankheitsdiagnosen
- ▶ Impfstoff-Entwicklung und -Produktion
- ▶ Genotypisierung



Pharmazeutische Forschung & Entwicklung

- ▶ Small Molecule Drug Discovery
- ▶ Therapeutische Antikörper
- ▶ Zell-, Gen- und Immuntherapie
- ▶ Impfstoff-Entwicklung
- ▶ Kundenspezifische Screening-, Potency- & MoA-Analysen



Umwelt- & Lebensmittelanalysen

- ▶ Pathogene in Wasser-, Pflanzen- und Umweltproben
- ▶ Epidemiologisches Abwassermonitoring
- ▶ Pflanzen-Genotypisierung
- ▶ Lebensmittel-Authentifizierung
- ▶ Futtermittel- und Saatgut-Analysen



Klinische Forschung & Diagnostik

- ▶ Molekulare Diagnostik, auch als IVDR-konforme Lösung
- ▶ Molekulare Onkologie
- ▶ Mikrosatelliteninstabilitäts-Test (MSI)
- ▶ Medikamentenentwicklung



www.promega.com/applications

Service für Sie

Ihr Erfolg liegt uns am Herzen, deshalb steht der Service für Sie bei uns an oberster Stelle.

Technische Beratung

Wissenschaftliche Beratung bei
Produktauswahl und Versuchsaufbau
Fundiertes Troubleshooting
Zuverlässige und schnelle Unterstützung
Applikationsspezifische Protokolle

Fortbildungsveranstaltungen

Seminare, Webinare & Workshops zu neuen
Technologien, Produkten und Applikationen
Promega Academy: individuelle Institutsseminare
live oder online
Fortbildungen zu gängigen Labormethoden oder
fachfremden Themen



Geräte-Service

Fundierte Beratung und Finanzierungsoptionen
Geräteaufstellung und Einweisung vor Ort
Serviceverträge für Wartung und Garantie
Wartung und Reparatur im Geräteservice-Center
in Deutschland oder bei Ihnen im Labor

Automatisierungs-Support

Lösungen für spezifische Automationsprobleme
Implementierung der Promega Chemie
auf Liquid Handlern aller namenhafter Hersteller
Vor-Ort-Service und direkter Hands-on-Support

Produkt-Innovationen

Zugang zu den neuesten Produkt-Entwicklungen
noch vor offizieller Markteinführung
Lizenzfreie kommerzielle Nutzung für viele Produkte

Kundenspezifische Produkte

Spezielle Abfüll- und Verpackungsoptionen
Angepasste Produktformulierungen
Großserienproduktion / Custom OEM
Entwicklung von Assays & Zelllinien



Helix® – Ihr persönliches Lager

Lager für Promega Produkte im Labor
Tiefkühl- und Raumtemperaturschränke mit
intelligenter RFID-basierter Abrechnungstechnologie
Ressourcenschonend durch konsolidierte
Lieferungen und effiziente Wiederbefüllungspläne

Lieferung & Lieferketten-Sicherheit

Kurze Lieferzeiten aus dem Europäischen Zentrallager
in Deutschland
99% aller Produkte stehen sofort zur Verfügung
Gleichbleibende Qualität durch zertifizierte
Logistikprozesse
Optimiertes Rohstoff- und Bestandsmanagement
sowie inhouse Produktion



Lagerplatz- & Chargen-Reservierung

Spezielle Lagerbereiche für Produkte mit von
Ihnen gewünschter Konfiguration
Reservierung bestimmter Chargen



www.promega.com/support



Exklusiver Geräte-Service

Wir bieten Ihnen einen umfassenden Geräte-Service:
Von der ausführlichen Beratung und Geräte-Vorführung
bis hin zur Installation und After-Sales Support.

Beratung & Geräte-Vorführung

Wir beraten Sie ausführlich und demonstrieren Ihnen gerne die Geräte-Funktionen.
Je nach Gerätetyp in Ihrem Labor, online oder in unserem Trainingsraum in Walldorf.

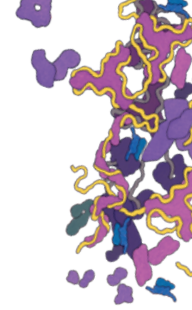
Direktkauf, Miete oder Finanzierung

Um Ihnen den Zugang zu einem Gerät Ihrer Wahl zu erleichtern, stehen verschiedene Kauf-, Miet- und Finanzierungsmodelle zur Verfügung. Lassen Sie sich beraten!

Lieferung

Der Lieferzeitpunkt wird mit Ihnen individuell vereinbart, sodass er am besten in Ihren Arbeitsablauf passt.





Auf uns können Sie sich verlassen:
Transparente Kostenaufschlüsselung und fortwährende
Unterstützung über den gesamten Geräte-Lebenszyklus.

🔧 Installation & Schulung

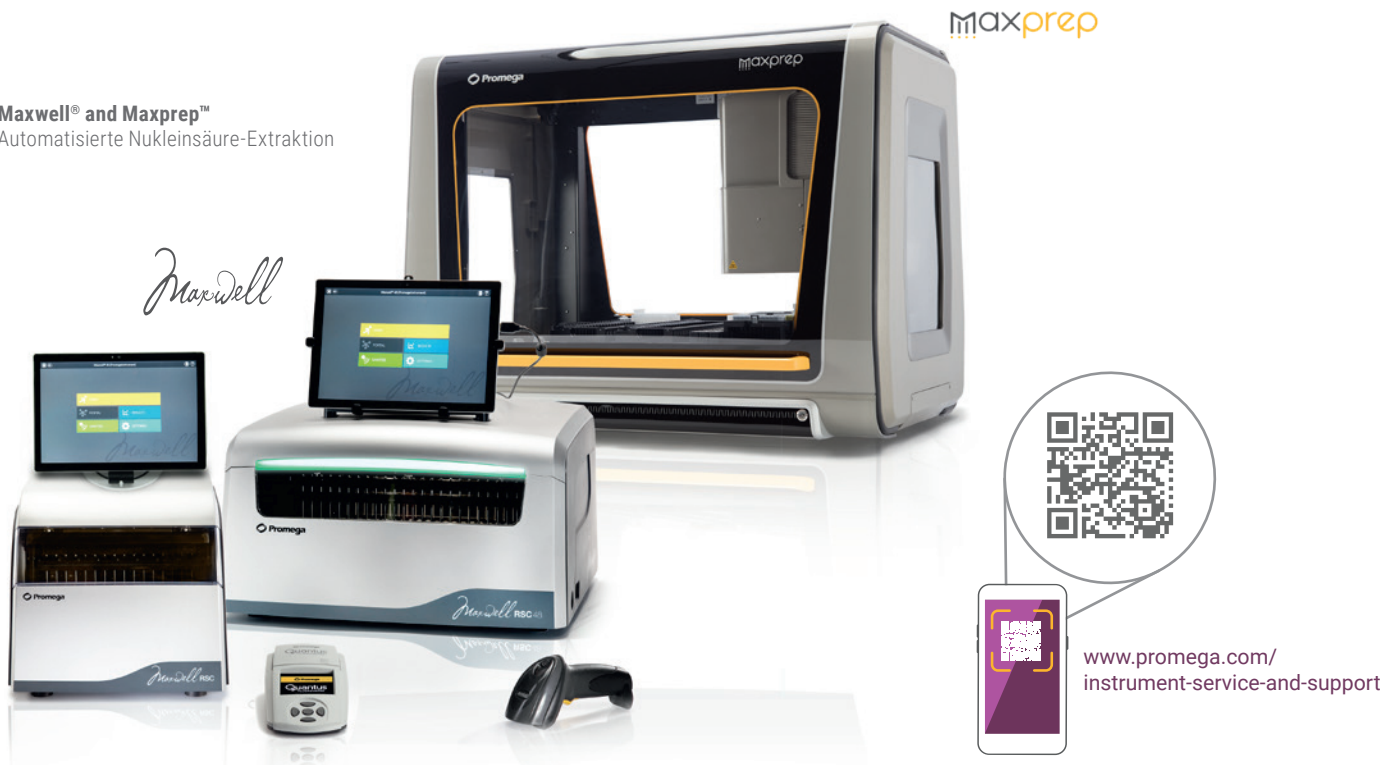
Die Geräteaufstellung und Inbetriebnahme erfolgen in enger Abstimmung mit Ihrem Promega Ansprechpartner. Sie werden von Applikationsspezialisten in die Gerätebedienung eingewiesen und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt trainiert.

🔧 After-Sales-Support

Auch nach der Geräte-Installation unterstützen wir Sie gemäß Ihren individuellen Anforderungen. Seien es technische Fragen oder die Entwicklung neuer Protokolle – unser technischer Service steht für Sie bereit.

Für die Instandhaltung sorgt das Geräte-Service-Center in Deutschland. Über fällige Wartungen und ablaufende Garantien werden Sie von uns rechtzeitig informiert. Darüber hinaus bieten wir weitere Service-Leistungen und -Verträge an.

Maxwell® and Maxprep™
Automatisierte Nukleinsäure-Extraktion



[www.promega.com/
instrument-service-and-support](http://www.promega.com/instrument-service-and-support)



Lumineszente Technologien

Nutzen Sie unsere Expertise für Ihre Applikationen – lassen Sie sich beraten und profitieren Sie von fachkundiger Unterstützung bei der Entwicklung biolumineszenter Testsysteme.

Unser Service umfasst alles rund um die Assay-Entwicklung, -Optimierung und -Qualifizierung. Die Herstellung kundenspezifischer Zelllinien mittels zielgerichteter genetischer Modifikationen (z.B. mittels CRISPR) ist ein weiterer Bestandteil des Leistungsspektrums. Ebenso bieten wir die Charakterisierung und das Screening von Antikörpern oder niedermolekularer Substanzen an.



- ▶ **Lumineszente Reporter für die Assay-Entwicklung** auf Basis der HaloTag® Labeling und NanoLuc® Luciferase Plattform Technologien sowie der Firefly-Luciferase
- ▶ **Lumit™ Immunoassays** *ready-to-use* oder zur Herstellung kundenspezifischer Assays
- ▶ **NanoBiT® / NanoBRET™ Technologien** für Protein:Protein Interaktionsassays in lebenden Zellen. Geeignet für das Wirkstoff-Screening von Modulatoren der Proteininteraktion
- ▶ **NanoBRET™ Target Engagement Assays** zur Bestimmung der Wirkstoff-Zellpermeabilität oder -Bindung an Zielproteine
- ▶ **HiBiT Protein Tagging System** für die Entwicklung zellbasierter Proteinreporter-Assays, die auch geeignet sind für kinetische Analysen in lebenden Zellen. Die Proteindetektion erfolgt ohne Antikörper

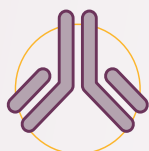


www.promega.com/tailored-solutions

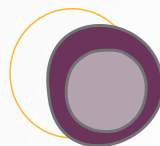


Gerne unterstützen wir Sie bei der Implementierung lumineszenter Technologien in Ihre Projekte bei jeglichen Fragestellungen. Sie arbeiten an therapeutischen Antikörpern, Impfstoffen, Zell- oder Gentherapeutika? Wir helfen Ihnen, die passenden Assays zu entwickeln, die die Wirkungsweise (Mode of Action) Ihres Arzneimittels widerspiegeln.

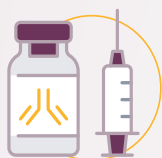
Therapeutische
Antikörper



T-Zell-Therapie



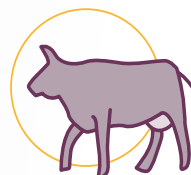
Impfstoffe &
antivirale Antikörper



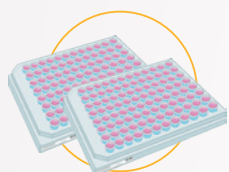
Unser Service für Sie:

- ▶ Potency-Assay-Entwicklung
- ▶ T-Zell-Rezeptor-Discovery
- ▶ Bioassay-Qualifikation
- ▶ Wirkstoff-Profilung
- ▶ Zellproduktion auf Anfrage

Tier-Gesundheit



Screening-Service



Gen-Therapie



Nachhaltiges Handeln & Soziale Verantwortung

Umweltschutz

Promega investiert in viele Maßnahmen und Projekte zum Schutze der Umwelt. Beispiele dafür sind:

- ▶ Verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien zur Senkung des Energieverbrauchs aus fossilen Energiequellen
- ▶ Optimierte und recycelbare Produktverpackung zur Abfall-Reduktion
- ▶ Vermehrte Nutzung von Regenwasser zur Wasser-Einsparung
- ▶ Reduktion der CO₂-Emissionen durch das Vor-Ort-Lagerungssystem Helix bei Kunden und vieles mehr

Wir arbeiten stetig daran, unsere Ökobilanz zu verbessern. Unser Ziel für 2030 ist es, den Abfall und Wasserverbrauch um 30% zu reduzieren und die CO₂-Emissionen um 50% zu senken (bezogen auf das Geschäftsjahr 2019).



[www.promega.com/
corporate-responsibility-csr](http://www.promega.com/corporate-responsibility-csr)



♥ Engagiert für unsere Mitmenschen

Wir integrieren die Grundsätze der Nachhaltigkeit aktiv in unser gesamtes Unternehmen.

Dabei bilden Aufbau und Pflege langfristiger Beziehungen auf der ganzen Welt durch die Einbindung lokaler Gemeinschaften und die Unterstützung von Bildung und Wissenschaft einen elementaren Bestandteil.

Dies sind einige Beispiele:

- ▶ Unterstützung junger Wissenschaftler bei der Teilnahme am iGEM-Wettbewerb
- ▶ Koordinierung von Veranstaltungen für Mitarbeitende zur Beschaffung von Geld oder Sachspenden für lokale Wohltätigkeitsorganisationen
- ▶ Unterstützung eines Agrarforschungsprojektes in Kenia
- ▶ Unterstützung von Minderheiten und der Gleichberechtigung beim Einstellungs- und Beförderungsprozess



Kontakt

-  Hauptsitz
-  F&E und Produktion
-  Niederlassungen
-  Distributoren

Europa

Deutschland/Österreich

Tel. +49 6227 6906 0
Fax +49 6227 6906 222
de_custserv@promega.com

Schweiz

Tel. +44 878 90 00
Fax +44 878 90 10
ch_custserv@promega.com

Frankreich

Tel. +33 0437 2250 00
Fax +33 0437 2250 10
contactfr@promega.com

Italien

Tel. +39 0254 0501 94
Fax +39 0256 5616 45
customerservice.italia@promega.com

Polen

Tel. +48 22 531 0667
Fax +48 22 531 0669
pl_custserv@promega.com

Central/Eastern Europe

Tel. +49 6227 6906 0
Fax +49 6227 6906 222
de_ceesales@promega.com

Belgien/Luxemburg/Niederlande

Tel. +31 71 532 42 44
Fax +31 71 532 49 07
benelux@promega.com

Spanien

Tel. +34 902 538 200
Fax +34 902 538 300
esp_custserv@promega.com

Dänemark, Estland, Finnland, Island, Norwegen, Schweden

Tel. +46 8 452 2450
Fax +46 8 452 2455
sweorder@promega.com

Großbritannien

Tel. +44 23 8076 0225
Fax +44 23 8076 7014
ukcustserve@promega.com

Nordamerika

USA/Kanada

Tel. +1 608 274 4330
Fax +1 608 277 2516
custserv@promega.com

Südamerika

Brasilien

Tel. +55 11 5090 3780
Fax +55 11 5096 3780
promega.brasil@promega.com





Asien

China

Tel. +86 10 5825 6268
 Fax +86 10 5825 6160
info@promega.com.cn

Japan

Tel. +81 3 3669 7981
 Fax +81 3 3669 7982
jpmktg@jp.promega.com

Korea

Tel. +82 2 1588 3718
 Fax +82 2 2638 5418
CustServiceKR@promega.com

Region Asien-Pazifik, Singapur

Tel. +65 6513 3450
 Fax +65 6773 5210
sg_custserv@promega.com

Indien

Tel. +91 11 43005814/15/16/17
 Fax +91 11 41035028
ind_custserv@promega.com

Australien

Australien

Tel. +61 2 8338 3800
 Fax +61 2 8338 3855
auscustserv@promega.com

Weitere Informationen über
 Promega Niederlassungen und
 Vertriebspartner:

[www.promega.com/support/
 contact-promega](http://www.promega.com/support/contact-promega)

