

## **Inhalt Pressemappe**

---

- **Unternehmensdaten Promega GmbH**
  - Unternehmensprofil
  - Produkte
  - Nachhaltigkeitsstrategie
  - Informationen Online
  
- **Informationen zum Wettbewerb  
„Hauptsache Biologie“**

## **Promega – Unternehmensprofil**

---

Promega zählt mit etwa 1.040 Mitarbeitern zu den fünf großen weltweit tätigen Life Science Research-Unternehmen. Das 1978 in Madison (WI/USA) gegründete, konzernunabhängige Unternehmen stellt Produkte und Systemlösungen für die Gen-, Protein- und Zellanalyse her. Mit diesen lassen sich komplexe biologische Systeme einfach erforschen. Kunden von Promega sind Forschungsinstitute und -zentren, Universitäten, pharmazeutisch und biotechnologisch forschende Unternehmen, Dienstleistungslabors und Behörden. Sie setzen Promega-Produkte in der Grundlagenforschung, bei der Medikamentenentwicklung, molekularer Diagnostik und Identifizierung des menschlichen Erbguts ein.

Dank aktiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit am Stammsitz in den USA, intensiver weltweiter Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und dem Engagement in zahlreichen Technologiepartnerschaften bietet das Unternehmen seinen Kunden stets innovative und qualitativ hochwertige Produkte. Elf Prozent des Gewinns fließen jährlich in den Bereich Forschung und Entwicklung. Das umfangreiche Produktportfolio (derzeit über 2.000), das Jahr für Jahr um etwa 25 neue Lösungen erweitert wird, stellt Promega fast gänzlich selbst her.

Seit 1997 ist das Unternehmen in Mannheim präsent und mit etwa 60 Mitarbeitern für den Vertrieb der Produkte des Promega-Konzerns in Deutschland, Österreich und Osteuropa zuständig. Neben seinem Servicezentrum verfügt der Mannheimer Standort über das europäische Geräteservicezentrum sowie über ein Logistikzentrum der US-amerikanischen Muttergesellschaft, den EURO Hub, der für den Vertrieb der Produkte des Promega-Konzerns in Europa verantwortlich ist. Seit 2010 ist die ausgegliederte Terso GmbH Teil des Geräteservicezentrums und versorgt den europäischen Markt mit RFID-Konsignationslagern.

### **Mission**

„Unser Ziel ist es, der innovativste Hersteller und Lieferant von biologischen Reagenzien und Reagenzien-Systemen (Kits) für den Einsatz in der weltweiten Grundlagen- und Angewandten Forschung zu sein. Als ‚Kit-Spezialist‘ bieten wir einfache Systemlösungen für komplexe Fragen.“

*Dr. Peter Quick, Geschäftsführer Promega GmbH*

## Daten und Fakten

### Weltweite Hauptverwaltung – Promega Corporation

2800 Woods Hollow Road, Madison, WI 53711, USA  
Tel.: +1 608 274 4330, Fax: +1 608 277 2601, [www.promega.com](http://www.promega.com)

<b>Gegründet:</b>	1978
<b>Gründer:</b>	William A. Linton, Chairman / CEO
<b>Mitarbeiter:</b>	1.040
<b>Anzahl der Produkte:</b>	über 2.000
<b>Vertrieb:</b>	in mehr als 125 Länder: 13 Vertriebsniederlassungen, 50 Distributoren; über <a href="http://www.promega.com">www.promega.com</a>
<b>Patente:</b>	insgesamt: ~900 (inklusive Anträge), in den Bereichen Nukleinsäureauf- reinigung, Biolumineszenz, gekoppelte In- vitro-Translation und Transkription, Zell biologie und „Genetic Identity“
<b>Jahresumsatz:</b>	über 250 Mio. USD
<b>Davon investiert in F&amp;E:</b>	11 Prozent
<b>Niederlassungen:</b>	Australien, China, Deutschland, Frank- reich, Großbritannien, Italien, Japan, Niederlande, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Südkorea
<b>Zertifizierung:</b>	ISO 13485:2003

### Deutsche Niederlassung – Promega GmbH

High-Tech Park, Schildkrötstr. 15, 68199 Mannheim  
Tel.: +49 621 8501-0, Fax: +49 621 8501-220, [www.promega.com/de](http://www.promega.com/de)

<b>Gegründet:</b>	1997
<b>Geschäftsführer / Mitgründer:</b>	Dr. Peter Quick
<b>Mitarbeiter:</b>	60
<b>Betreuung der Länder:</b>	Deutschland, Österreich, Osteuropa, Türkei
<b>Vertrieb:</b>	in mehr als 20 verschiedene Länder; Logistikcenter in Mannheim
<b>Zertifizierung:</b>	ISO 9001:2008

## Marktführende Positionen

### STR-Analytik

---

Kits (PowerPlex®) für den genetischen Fingerabdruck für Verwandtschaftsanalysen, kriminaltechnische Datenbankanalysen, Forensik.

### Biolumineszenz

---

Detektions-Systeme für Reporteragenassays, Substrate für das Live-Animal-Imaging, Zellviabilität und Apoptose, Cytochrom P450, Kinasen, Proteasen, RNA-Interferenz, GloMax® Gerätesysteme für die Detektion.

### Modifizierende Enzyme

---

Enzyme für die Nukleinsäure-Amplifikation: GoTaq DNA Polymerase, Pfu DNA Polymerase; für die Molekulare Klonierung: T4 DNA Ligase, T4 PNK, CIAP; für die Reverse Transkription: AMV, M-MLV, ImProm-II™; für die Versicherung gegen RNasen: RNasin®, RNasin® plus.

### Aufreinigung von DNA und RNA

---

vollautomatische Aufreinigung von gDNA, RNA und Protein aus Blut, Zellen oder Gewebe mit dem Maxwell® 16 System – zertifiziert für die In-vitro-Diagnostik; Maxwell® 16 LEV Blood DNA Kit – für die automatische Isolierung genomischer DNA aus Vollblutproben mit dem Maxwell® 16 System.

Aufreinigung von Plasmid DNA (PureYield™ Systeme) und Präparation intakter Gesamt-RNA (SV Total RNA System).

### Proteomics

---

Zellfreie Expression mit den TNT®-Systemen, Probenvorbereitung, insbesondere Proteinaufreinigung.

#### Ansprechpartner für die Presse

Dr. Anette Schwenzer  
Leitung PR  
Schildkrötstr. 15  
68199 Mannheim

Tel.: +49 621 8501-110  
Fax: +49 621 8501-130  
E-Mail: [anette.schwenzer@promega.com](mailto:anette.schwenzer@promega.com)

VOCATO public relations  
Jessica Auweiler  
Bahnstraße 19  
50858 Köln

Tel.: +49 22 34 60 198-17  
E-Mail: [jauweiler@vocato.com](mailto:jauweiler@vocato.com),  
[www.vocato.com](http://www.vocato.com)

## Promega – Produkte

---

### 1. Genomics-Produkte

Lösungen für Wissenschaftler, Diagnostiklabore und Unternehmen:

#### Go-Produkte

---

**Standard-PCRs mit GoTaq<sup>®</sup>:** Die Einzelenzyme und Mastermixe eignen sich für alle gängigen PCR- und Real-Time-PCR-Applikationen. Alle Kits für die klassische PCR-Applikation beinhalten sowohl einen farblosen, als auch einen grünen Puffer, mit dem Gele direkt beladen werden können.

**Reverse Transkription mit GoScript<sup>®</sup>:** Zur Vorbereitung von PCR-Amplifikationen lange und seltene mRNA-Transkripte zu cDNA synthetisieren. Der Puffer ermöglicht es eine quantitative PCR unmittelbar nachzuschalten.

**Real-Time-PCR mit GoTaq<sup>®</sup> qPCR Master Mix:** Der neu entwickelte Farbstoff des Master Mixes fluoresziert bei der Bindung an doppelsträngige DNA stärker als bisher in der qPCR verwendete DNA-Farbstoffe. In Kombination mit einem Referenzfarbstoff gewährleistet der GoTaq<sup>®</sup> qPCR Master Mix eine robuste Real-time PCR.

[www.promega.com/de/Aktuelles/go.html](http://www.promega.com/de/Aktuelles/go.html)

#### Nukleinsäureaufreinigung

---

**DNA- und RNA-Aufreinigung:** DNA-Fragmente, genomische DNA, RNA oder Plasmid DNA isolieren und aufreinigen, beispielsweise mit dem PureYield™ Plasmid Miniprep System für die Plasmid-Isolation.

**Aufreinigung direkt aus Gelen und PCR-Ansatz:** Wizard<sup>®</sup> SV Gel and PCR Clean-Up System .

[www.promega.com/de/aufreinigung](http://www.promega.com/de/aufreinigung)

### 2. Genetische Identität

Lösungen für Forensik, Kriminalämter und Unternehmen:

#### STR-Analytik

---

**Vaterschaftsanalytik und Gerichtsmedizin:** Mit den PowerPlex<sup>®</sup> lassen sich Short Tandem Repeats (STR) analysieren. Die Generation der PowerPlex<sup>®</sup> ESX und ESI Systeme mit 16 beziehungsweise 17 Loci enthalten neben den bewährten Loci die fünf neuen von der ENFSI für die EU-Datenbanken empfohlene Loci.

[www.promega.com/de/GeneticIdentity](http://www.promega.com/de/GeneticIdentity)

### 3. Proteomics-Produkte

Lösungen für Wissenschaftler und Unternehmen, die Aufgaben und Funktionen der Proteine verstehen wollen:

#### Protein Expression

---

**Proteine *in vitro* herstellen mit den TNT® Systemen:** Die TNT® Systeme sind kombinierte Ein-Schritt-Transkriptions- und Translationsysteme für die zellfreie Expression von funktionellen Proteinen aus Blutkörperchen, Weizenkeimen und Bakterien.

[www.promega.com/de/produkte/tnt](http://www.promega.com/de/produkte/tnt)

#### Aufreinigung & Analyse

---

**Proteine mit einem einzigen Tag aufreinigen und analysieren:** Die HaloTag® Interchangeable Labeling Technology

- **HaloTag®:** bindet Liganden mit unterschiedlichen funktionellen Gruppen und ist damit vielfältig anwendbar, unter anderem für Aufreinigung, Detektion ohne Antikörper oder Radioisotope.
- **HaloCHIP™:** Protein-Protein-Interaktionen oder Protein-DNA-Interaktionen untersuchen.
- **HaloTag® Mammalian Pull-Down and Labeling System:** Co-Lokalisation und Imaging in lebenden Zellen mit einem einzigen genetischen Konstrukt.

**Proteine aufreinigen mit dem His/GST-Tag-MagneSil™ Tag:** Die MagneSil™ Technologien ermöglichen eine einfache Aufreinigung von His- oder GST-getaggetem Protein mit paramagnetischen Nickelpartikeln.

[www.promega.com/de/proteomics](http://www.promega.com/de/proteomics)

### 4. Zellanalyse-Produkte

Lösungen für Wissenschaftler und Unternehmen, die mit lebenden Zellen arbeiten:

#### Zellbasierte Assays

---

**Zellen untersuchen:** Mögliche Zellgifte erkennen, Toxizität verstehen und den programmierten Zelltod (Apoptose) entschlüsseln, Zellviabilität messen und Zytotoxizität untersuchen, mit dem ApoTox-Glo™ Triplex Assay oder ApoLive-Glo™ Multiplex Assay sogar im Multiplex-Verfahren.

[www.promega.com/de/CBA](http://www.promega.com/de/CBA)

#### Expression

---

**Expression von Genen in Zellen:** Funktionstüchtige DNA-Abschnitte mit Hilfe genetischer Reportersysteme visualisieren, z.B. durch Kopplung mit dem

Glühwürmchen-Gen. Mit den Dual-Luciferase<sup>®</sup> und Reporter-Gen-Assay lassen sich Signaltransduktionsstudien und Medikamentenentwicklung durchführen.

[www.promega.com/applications/genexp\\_reptr](http://www.promega.com/applications/genexp_reptr)

## Proteine

---

**Proteinwirkung auf zellulärer Ebene untersuchen:** Proteine charakterisieren, die andere Proteine (Kinasen oder Phosphatasen) verändern, z.B. mit dem ADP-Glo<sup>™</sup> Kinase Assay.

[www.promega.com/applications/cellularanalysis](http://www.promega.com/applications/cellularanalysis)

## 5. Gerätesysteme

Lösungen für Wissenschaftler, Diagnostik-Labore und Unternehmen:

### Automatisierte Aufreinigung

---

**Maxwell<sup>®</sup> 16 System:** Das vorprogrammierte Maxwell<sup>®</sup> 16 System wird in der Forschung und In-vitro-Diagnostik (Bsp. H1N1) für die automatisierte Aufreinigung von Nukleinsäuren eingesetzt. Das Gerät kann bis zu 16 Proben gleichzeitig bearbeiten. Die Kartuschen der Aufreinigungskits sind bereits vorgefüllt.

[www.promega.com/maxwell16](http://www.promega.com/maxwell16)

### (Multi-)Detektionssysteme

---

**GloMax<sup>®</sup> Luminometer Programm:** Vom Röhrchen-Luminometer bis zum Plattenlesegerät, mit und ohne Injektoren, gibt es Geräte für jeden Durchsatz. Die sensitiven Geräte können Lumineszenz, Fluoreszenz und UV/Vis-Absorption messen. Dabei lässt sich das GloMax<sup>®</sup> Multi+ Detection System je nach Bedarf flexibel aus den einzelnen Modulen zusammenstellen.

[www.promega.com/de/Glomax](http://www.promega.com/de/Glomax)

### RFID-Gefrier- und Kühlschränke

---

**RFID-Gefrier- und Kühlschränke „Helix<sup>™</sup>“:** Das automatisch verwaltete Promega-Lager beim Kunden vor Ort. Die RFID-Gefrier- und Kühlschränke sind jederzeit zugänglich. Der Bestand wird nach jeder Entnahme durch die RFID-Technologie abgeglichen und gegebenenfalls nachbestellt.

#### Ansprechpartner für die Presse

Dr. Anette Schwenzer  
Leitung PR  
Schildkrötstr. 15  
68199 Mannheim

Tel.: +49 621 8501-110  
Fax: +49 621 8501-130  
E-Mail: [anette.schwenzer@promega.com](mailto:anette.schwenzer@promega.com)

VOCATO public relations  
Jessica Auweiler  
Bahnstraße 19  
50858 Köln

Tel.: +49 22 34 60 198-17  
E-Mail: [jauweiler@vocato.com](mailto:jauweiler@vocato.com),  
[www.vocato.com](http://www.vocato.com)

## Promega – Nachhaltigkeitsstrategie

---

Promega hat 2009 im Rahmen eines globalen Nachhaltigkeitsprogramms einen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht eingeführt. Dieser definiert Schlüsselindikatoren wie den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck der Firma. Als kurzfristiges Ziel erklärte das Unternehmen den Verbrauch von Elektrizität, Papier und die Produktion von Müll um 10 Prozent bis 2012 (Vergleichswert 2009) zu senken. Der Papierverbrauch ist seit dem um 88 Prozent zurückgegangen und auch in anderen Bereichen, wie etwa Klimagase und Wasserverbrauch, sind bereits im Jahr 2010 die Ziele fast erreicht. Weiterhin wurden weltweit Video-konferenzsysteme eingerichtet, um die Anzahl der Flüge zu senken. Die Mitarbeiter sind ferner angehalten, wenn möglich, auf den Bahnverkehr auszuweichen.

Das Nachhaltigkeitsprogramm umfasst außerdem den respektvollen und vertrauensvollen Umgang mit den Mitarbeitern. Der komplette Bericht ist hier einzusehen: [www.promega.com/sustainability/](http://www.promega.com/sustainability/)

## Promega informiert – immer aktuell

---

Auf [www.promega.com](http://www.promega.com) sind alle Informationen zu Produkten und Anwendungen aktuell und jederzeit abrufbar. Online-Assistenten helfen beispielsweise bei der Restriktionsanalyse oder gängigen molekularbiologischen Umrechnungen. Diese Anwendungen können zum Teil bereits über das iPhone™ oder das iPad® benutzt werden. Videos und Multimedia-Anwendungen klären anschaulich Fragen zum Ablauf und Hintergrund von Experimenten. Kunden können Literatur anfordern und in Datenbanken nach Anwendungsbeispielen und hilfreichen Tipps suchen. Auch die Publikationen Promega Notes, Cell Notes und eNotes sind online zugänglich.

### Übersicht

	<a href="http://www.promega.com/techserv">www.promega.com/techserv</a>
Animationen und Videos	<a href="http://www.promega.com/multimedia">www.promega.com/multimedia</a>
Online-Assistenten	<a href="http://www.promega.com/techserv/tools">www.promega.com/techserv/tools</a>
Protokolle & Anwendungen	<a href="http://www.promega.com/paguide">www.promega.com/paguide</a>

### Ansprechpartner für die Presse

Dr. Anette Schwenzer  
Leitung PR  
Schildkrötstr. 15  
68199 Mannheim

Tel.: +49 621 8501-110  
Fax: +49 621 8501-130  
E-Mail: [anette.schwenzer@promega.com](mailto:anette.schwenzer@promega.com)

VOCATO public relations  
Jessica Auweiler  
Bahnstraße 19  
50858 Köln

Tel.: +49 22 34 60 198-17  
E-Mail: [jauweiler@vocato.com](mailto:jauweiler@vocato.com),  
[www.vocato.com](http://www.vocato.com)

## Hauptsache Biologie

---

### Der 20.000 Euro Wissenschafts- und Journalistenpreis

Im Rahmen des Wettbewerbs Hauptsache Biologie vergibt die Mannheimer Promega GmbH in diesem Jahr erneut Preisgelder im Gesamtwert von 20.000 Euro. Autorenpaare aus Journalist und Wissenschaftler sind aufgerufen, Artikel rund um das Thema Biologie zu verfassen. Seit 2003 organisiert die Promega GmbH den mit 20.000 Euro dotierten Jahrespreis.

### Wissensvermittlung an die breite Öffentlichkeit

Für Promega als Life-Science-Research-Unternehmen ist die Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte an die breite Bevölkerung und die damit verbundene Förderung von Verständnis und Akzeptanz für die biologische Forschung das zentrale Anliegen der Wettbewerbsausschreibung. „Die interessanten und spannenden Artikel, die alljährlich für Hauptsache Biologie eingereicht werden, beweisen, wie gewinnbringend die enge Zusammenarbeit von Journalisten und Wissenschaftlern für die Qualität der Artikel ist“, erläutert Quick. „Denn Biologie macht Spaß, berührt alle Lebensbereiche und geht jeden etwas an.“

### Teilnahmebedingungen

Wichtige Voraussetzung ist die Teambildung aus Journalist und Wissenschaftler. Teilnehmen können alle Journalisten deutschsprachiger regionaler und lokaler Tageszeitungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugelassen sind Artikel sowohl der Print- als auch der Onlineausgabe der entsprechenden Zeitung. **Die Artikel für den laufenden Wettbewerb müssen zwischen dem 16. September 2010 und dem 15. September 2011 erschienen sein. Einsendeschluss ist der 15. September 2011 (Poststempel).**

**Printausgabe:** Zwei Originalbelege sowie eine CD-ROM mit PDF des veröffentlichten Artikels sind vor Einsendeschluss per Post und mit Angabe der vollständigen Kontaktanschriften (Journalist und Wissenschaftler) an die Promega GmbH bzw. Promega AG für die Schweiz zu richten.

**Onlineausgabe:** Zwei CD-ROM mit Artikel und voll funktionsfähiger Navigation sind vor Einsendeschluss per Post und mit Angabe der vollständigen Kontaktanschriften (Journalist und Wissenschaftler) an die Promega GmbH bzw. Promega AG für die Schweiz zu richten. Zugelassen werden nur Beiträge, die auch nach ihrem Veröffentlichungstermin weiterhin frei öffentlich im Internet zugänglich sind.

### **Auszeichnung**

Der Hauptpreis beträgt 10.000 Euro, der 2. Preis 6.000 Euro, der 3. Preis 4.000 Euro. Die Jury besteht aus Dr. Ulrich Scheller, Leiter des Gläsernen Labors in Berlin-Buch, und Dr. Norbert Lossau, Leiter des Wissenschaftsressorts DIE WELT, Berlin.

**Alle Informationen zum Wettbewerb** sowie Details zu den Teilnahmebedingungen finden Sie unter

[www.promega.com/de/Hauptsache\\_Biologie](http://www.promega.com/de/Hauptsache_Biologie)

Promega hilft gerne bei der **Kontaktvermittlung zu einem Wissenschaftler in Ihrer Region**. Bitte nutzen Sie die unten angegebenen Kontaktadressen.