



## Presseinformation

---

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

### Promega P&A Guide nun im iPhone App Store verfügbar

**Mannheim, 8. April 2009** – Life Science-Wissenschaftler können von nun an den Protocols and Applications Guide (P&A Guide) der Promega Corporation, Madison/Wisconsin (USA), auch über das iPhone™ oder den iPod® touch nutzen. Die Promega Anwendung ist im Applications Store erhältlich und enthält ein- und weiterführende Informationen zu molekularen und zellbiologischen Themenfeldern sowie Illustrationen und Animationen zu Schlüsseltechnologien und Zellvorgängen. Ein Großteil der dargebotenen Informationen ist auch für Wissenschaftler interessant, die keine Promega-Produkte verwenden.

Promega bietet den P&A Guide seit 1989 als generelles Nachschlagewerk für Wissenschaftler an. Die Online-Version ist seit 2004 auf der Promega-Website verfügbar. Zu den am häufigsten aufgerufenen Themengebieten zählen PCR-Applikationen, DNA-Aufreinigung, Proteinexpression und Klonierung. Weltweit werden pro Monat tausende Kapitel des Guides herunter geladen ([www.promega.com/paguide/](http://www.promega.com/paguide/)).

Mit der Verfügbarkeit über das iPhone™ oder den iPod® touch hält der P&A Guide Schritt mit der Informationstechnologie der heutigen Zeit. Anspruch von Promega ist es, der Wissenschaftsgesellschaft über alle verfügbaren Kanäle fundierte und spezialisierte Informationen anzubieten – wann und wo auch immer diese benötigt werden.

#### Kontakt:

Promega GmbH  
Dr. Anette Schwenzer  
Schildkrötstr. 15  
D-68199 Mannheim  
Tel.: +49 (0) 621 / 8501-110  
[anette.schwenzer@promega.com](mailto:anette.schwenzer@promega.com)  
[www.promega.com](http://www.promega.com)

VOCATO public relations  
Jessica Auweiler  
Bahnstraße 19  
D-50858 Köln  
Tel.: +49 (0) 22 34 / 60 198-17  
[jauweiler@vocato.com](mailto:jauweiler@vocato.com)  
[www.vocato.com](http://www.vocato.com)

#### Über Promega:

Promega zählt mit über 950 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 Medikamententwicklung, molekularen Diagnostik und Identifizierung des menschlichen Erbguts ein. Promega-Produkte können weltweit über 12 Vertriebsfilialen und über 50 Distributoren bezogen bzw. über die Promega Website ([www.promega.com](http://www.promega.com)) bestellt werden.



Seit 1997 ist die Promega GmbH als Tochtergesellschaft der Promega Corp. in Mannheim präsent und ist mit mehr als 50 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 Auslieferungslager der US-amerikanischen Muttergesellschaft, den Corp. EURO Hub, der für den Vertrieb der Produkte des Promega-Konzerns in Europa zuständig ist. Mit dem jährlichen Wettbewerb „Hauptsache Biologie“ für Journalisten und Wissenschaftler fördert Promega die Qualität der Öffentlichkeitsinformation durch regionale Medien. ([www.promega.com/de](http://www.promega.com/de))