



Presseinformation

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Molekularbiologische Rechner für iPhone® und iPod® Touch

Mannheim, 24.08.09 –Mit der neuen Version der iPhone® und iPod® Touch Anwendung der Promega Corporation Madison/Wisconsin (USA) ist es nun möglich direkt an der Laborbank gängige molekularbiologische Rechnungen durchzuführen. Die [BioMath Calculators](#) der Promega Webseite sind ab sofort Teil der seit April verfügbaren Protocoll & Application(P&A) Guide iPod® Anwendung. DNA-Schmelztemperaturen, Molaritäten, Verdünnungen, DNA- und Protein-Konzentrationen und andere geläufige DNA- und Protein-Konversionen lassen sich mit ihnen einfach und nun mobil berechnen. Die neue Version 1.2 der Promega Anwendung enthält neben der Rechner-Funktion weiterhin die bewährten Protokolle, Referenzen und Produktinformationen des [P&A Guides](#).

BioMath Calculator: <http://www.promega.com/biomath/>

Protocols & Application Guide: <http://www.promega.com/paguide/>

Kontakt:

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

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



gie“ für Journalisten und Wissenschaftler fördert Promega die Qualität der Öffentlichkeitsinformation durch regionale Medien. (www.promega.com/de)