



## Presseinformation

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

### Neue HaloLink™ Array-Systeme von Promega

#### Herstellung von Proteinarrays und Proteinanalyse an nur einem Arbeitstag

**Mannheim, 21. April 2009** – Die Promega Corporation, Madison/Wisconsin (USA), stellt Wissenschaftlern mit den neuen HaloLink™ Array-Systemen ein neues Proteinarray-Format zur Verfügung, das die Herstellung von Proteinarrays und eine anschließende Proteinanalyse innerhalb nur eines Arbeitstages ermöglicht.

Im Gegensatz zu den bisher kommerziell erhältlichen Proteinarrays werden beim HaloLink™ Protein Array-System Fusionsproteine mit Promegas TNT®-Technologie zellfrei exprimiert und direkt an Hydrogel-beschichtete Glasobjektträger gebunden. Die spezielle Oberfläche verhindert unspezifische Bindungen und erspart einen Aufreinigungsschritt vor dem Spotten. Mit diesem Verfahren können mehrere Fusionsproteine innerhalb eines Arbeitstages parallel synthetisiert, an die Matrix gebunden und auf ihre Wechselwirkung mit anderen Proteinen oder DNA-Molekülen analysiert werden. Weitere potentielle Anwendungen dieses Proteinarray-Formats liegen beim Antikörper-Screening und bei funktionellen Enzymanalysen.

Das HaloLink™ Array Two Slide System (Katalog-Nr. G6140 und G6180) beinhaltet HaloLink™ Slides, HaloLink™ Array Gaskets zur Erzeugung von jeweils 2x50-well Arrays, ein HaloTag® Standard Protein, den Anti-HaloTag® Antibody und ein spezielles zellfreies Expressionssystem (TNT® T7 Quick Coupled Transcription/Translation System, Katalog-Nr. G6140, oder TNT® SP6 High-Yield Wheat Germ Protein Expression System, Katalog-Nr. G6180).

#### 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))