

Presseinformation

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Promega erweitert Proteasenangebot für die massenspektroskopische Probenvorbereitung

Mannheim, 16.07.09 – Die Promega Corporation, Madison/Wisconsin (USA), mit deutscher Niederlassung in Mannheim ergänzt die Produktpalette für die massenspektroskopische Probenvorbereitung durch drei weitere Proteasen. Durch die neuen Produkte – immobilisiertes Trypsin, Chymotrypsin und Endoproteinase Lys-C – lassen sich die Proben zuverlässig und unkompliziert vorbereiten.

Immobilisiertes Trypsin: Proben einfach und schnell verdauen

Mit den beiden Proteasen Chymotrypsin und Lys-C lassen sich Proteine aus dem Gel heraus verdauen. Das immobilisierte Trypsin ermöglicht dagegen einen Verdau von Proteingemischen in Lösung. Der Verdau mit immobilisiertem Trypsin ist dabei schnell und flexibel, ohne Trypsin-Rückstände in der Probe zu hinterlassen. Der Verdau wird innerhalb von zwei bis drei Minuten angesetzt und ist bereits nach 30 Minuten abgeschlossen. Zudem kann mit den mitgelieferten Säulen die Enzymmenge leicht an die Proteinkonzentrationen angepasst werden. Aufwendige Optimierung ist so nicht mehr notwendig.

Promega wird sein Produktportfolio im Bereich der Massenspektroskopie auch zukünftig weiter ausbauen.

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