

Pressemitteilung

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Schwer exprimierbare Proteine leicht und effizient aufreinigen **Neue Anwendungsmöglichkeit der HaloTag®-Technologie von Promega**

Mannheim, 12.11.09 – Mit dem neuen HaloTag® Protein Purification System erweitert die Promega Corporation, Madison/Wisconsin (USA), mit deutscher Niederlassung in Mannheim die Anwendungsmöglichkeiten der HaloTag®-Technologie. Das Proteintag ermöglicht ab sofort die Proteinexpression und -aufreinigung und wurde speziell für die Aufreinigung von schwer exprimierbaren Proteinen in *E. coli* entwickelt. Es ist vor allem für Proteine empfehlenswert, die sich mit herkömmlichen Proteintags nur unzureichend exprimieren und aufreinigen lassen.

Löslichkeit der Proteine erhöhen

Der HaloTag® verstärkt effizient die Expression und Löslichkeit von rekombinanten Proteinen und schafft im Vergleich zu herkömmlichen Tags mit der Kopplung der Proteine an den Liganden eine höhere Ausbeute an reineren, löslicheren Proteinen.

Ein Konstrukt – viele Anwendungen

Mit dem HaloTag® Tag können vielfältige Anwendungen durchgeführt werden: HaloTag® Fusionsproteine lassen sich *in vivo* für das Imaging transfizieren und *in vitro* für enzymatische Assays oder Protein-Protein-Interaktionsstudien immobilisieren. Durch die kovalente Bindung halten die immobilisierten Komplexe stringenten Waschbedingungen stand. Mit der zusätzlichen Möglichkeit, Proteine über den HaloTag® aufzureinigen, steht den Wissenschaftlern somit eine weitere wichtige Anwendung der HaloTag®-Technologie für die Proteomics-Forschung zur Verfügung.

Das HaloTag® Protein ist eine 34 kDa große modifizierte Hydrolase. Der Tag bindet über Chloralkan-Gruppen kovalent an den HaloLink™ Resin. Mit der mitgelieferten TEV Protease kann das aufzureinigende Protein vom Tag abgeschnitten werden. Durch den N-terminalen (HQ) Tag der TEV Protease lässt sich diese mit dem HisLink™ Resin leicht von dem gesamten Ansatz abtrennen.

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