



## Presseinformation

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

### ADP-Glo™ Kinase Assay von Promega

#### Screening und Profiling von kompetitiven und nicht-kompetitiven Kinaseinhibitoren

**Mannheim, 09.07.09** – Der neue ADP-Glo™ Kinase Assay der Promega Corporation, Madison/Wisconsin (USA), mit deutscher Niederlassung in Mannheim, ermöglicht die sensitive und genaue Aktivitätsbestimmung von nahezu allen Kinasen oder ATPasen. Der Lumineszenz-Assay lässt sich sowohl im Screening als auch zum Selektivitätsprofiling von Substanzbibliotheken einsetzen.

#### Genauigkeit und Sensitivität selbst bei geringer ATP-Umsetzung

Das Lumineszenzsignal des Promega ADP-Glo™ Kinase Assays ist selbst bei niedriger ATP-Umsetzung, wie beispielsweise bei Rezeptor-Tyrosinkinasen, stark genug, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. Durch die hohe Sensitivität gegenüber ADP benötigt der ADP-Glo™ Kinase Assay nur geringe Konzentrationen eines ADP-erzeugenden Enzyms. Bis zu 1 mM ATP können eingesetzt werden, so dass selbst Kinasen mit hohem  $K_m$ -Wert für ATP gescreent werden können.

#### Vermeidung von Fluoreszenzinterferenzen der Compounds

Im Gegensatz zu fluoreszenzbasierten Methoden treten beim luminometrischen Readout so gut wie keine Fluoreszenzinterferenzen von Compounds auf. Durch den Einsatz der patentierten Ultra-Glo™ Technologie werden ungewünschte „false-hits“ minimiert. Das stabile Lumineszenzsignal erlaubt zudem die gleichzeitige Batch-Bearbeitung von großen Mengen an Multiwell-Platten.

#### 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 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](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 Geräte-servicezentrum 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))