



Presseinformation

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Promega übernimmt Turner BioSystems Akquisition erweitert Know-How für Integrierte Systemlösungen

Mannheim, 04.08.09 – Die Promega Corporation (Madison, Wisconsin/USA) mit deutscher Niederlassung in Mannheim hat zum 1. August 2009 Turner BioSystems (Sunnyvale, Kalifornien/USA), einen führenden Messgerätehersteller für Lumineszenz, Fluoreszenz und Absorption im Life Science Research-Bereich, übernommen. Durch die Akquisition erweitert Promega auf konsequente Weise sein Portfolio an Integrierten Systemen für Forschung, Medikamentenentwicklung und Klinische Diagnostik. Beide Unternehmen betrachten die Übernahme als logische Umsetzung der bereits seit 15 Jahren bestehenden Kooperation im Bereich von lumineszenten Messgeräten (GloMax™) und deren Assays. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen bewahrt.

„Die Qualität der Turner-Produkte sowie unsere langjährige Zusammenarbeit macht diesen Zusammenschluss zu einer Bereicherung für all unsere Kunden“, sagte Bill Linton, Geschäftsführer der Promega Corporation. „Wissenschaftler schätzen Integrierte Systeme, da sie sich dank dieser auf andere Arbeitsschritte im Labor konzentrieren können. Die Akquisition von Turner BioSystems ermöglicht es uns, diese Systeme für mehr Anwendungen anzubieten.“

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.

Über Turner Biosystems, Inc.:

Turner Biosystems, Sunnyvale/Kalifornien, wurde vor 50 Jahren von George Turner gegründet und ist spezialisiert auf die Herstellung von Messgeräten für wissenschaftliche Applikationen, die sich der Visualisierung durch Lumineszenz oder Fluoreszenz bedienen. Die Einzel- oder MultiMode-Messgeräte werden vor allem in der Messung von Reporterassays, ATP oder der Messung von Nukleinsäuren eingesetzt. Die Produktpalette umfasst eine Vielzahl an Röhren- und Multiwellgeräten. Turner Biosystems beschäftigt etwa 30 Mitarbeiter in der Produktion und der wissenschaftlichen Beratung.