



## **Pressemitteilung**

Frei zur Veröffentlichung. Bei Abdruck wird Belegexemplar erbeten.

### **Promega und Watchmaker Genomics verkünden eine strategische Partnerschaft zum Vorantreiben der molekularen Analyse mit Next-Generation Reverser Transkriptase**

**Die Partnerschaft ermöglicht eine fortschrittliche Reverse Transkriptase-Technologie, um Sensitivität, Belastbarkeit und Reproduzierbarkeit von molekularer Analyse in klinischen, angewandten und pharmazeutischen Anwendungen zu verstärken.**

**Madison, WI und Boulder, CO, USA (09. September 2025).** Die **Promega Corporation** ist eine strategische Partnerschaft mit **Watchmaker Genomics** eingegangen, um eine neu entwickelte Reverse Transkriptase zu lizensieren. Hergestellt für eine verstärkte Genauigkeit und Sensitivität in der RNA-Analyse, wird das Enzym Promegas Fähigkeit zur Herstellung und Lieferung sowohl von Katalog- als auch maßgeschneiderten Lösungen für klinische, angewandte und pharmazeutische molekulare Anwendungen verstärken.

„Watchmaker's Enzym bietet eine Kombination von Eigenschaften, die einen neuen Maßstab für die Leistungsfähigkeit einer Reverse Transkriptase schaffen“, sagt Sara Mann, VP of Commercial Excellence bei Promega. „Dadurch, dass wir es in unser Portfolio aufnehmen, geben wir Kunden ein mächtiges Instrument für verbesserte Genauigkeit und verstärkte Sensitivität in RNA-basierten Assays.“

Diese Partnerschaft markiert den Anfang einer erweiterten Kollaboration zwischen Watchmaker Genomics und Promega, in denen sich beide Unternehmen der Entwicklung von

Next-Generation Enzymtechnologien widmen, um die aufkommende Nachfrage in molekularer Diagnostik und Forschung im Life-Science-Bereich zu beheben.

### **Hergestellt für klinische und wissenschaftliche Präzision**

Entwickelt mit Watchmaker's firmeneigener Plattform für die Proteinentwicklung spiegelt die Reverse Transkriptase dieselben Prinzipien des präzisen Designs wider, die Watchmaker's Next-Generation Sequencing (NGS) Portfolio stützen, und liefert Leistungsvorteile, die es bei der Weiterentwicklung molekularer Analyseanwendungen hervorhebt. Die Eigenschaften des Enzyms beinhalten:

- Branchenführende Thermostabilität für eine effiziente cDNA-Synthese bei erhöhten Temperaturen
- Außergewöhnliche Inhibitortoleranz für anspruchsvolle Proben
- Erhöhte Prozessivität zur Steigerung der Sensitivität bei niedrig-abundanten Zielmolekülen

„Dieses Enzym wird die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der RNA-Analyse in diagnostischen und Forschungslaboren maßgeblich verbessern“, sagt Brian Kudlow, Chief Scientific Officer von Watchmaker Genomics. „Diese Zusammenarbeit zeigt die Stärke unserer Enzym-Engineering-Plattform, spezialisierte Genomik-Lösungen bereitzustellen.“

Die Vereinbarung erweitert das Promega-Portfolio zur Nukleinsäureanalyse um eine Reverse Transkriptase, die die für die heutigen anspruchsvollsten klinischen, angewandten sowie pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen erforderliche Sensitivität, Robustheit und Reproduzierbarkeit bietet.

### **Über Watchmaker Genomics**

Watchmaker Genomics ist ein Life-Science-Unternehmen, das mit leistungsstarkem Enzym-Engineering neue Maßstäbe setzt, um Durchbrüche in den Bereichen Genomik, molekulare Diagnostik und Synthetische Biologie zu ermöglichen. Mithilfe modernster Methoden der gerichteten Evolution und präzisen Protein-Designs entwickelt Watchmaker Enzyme der Spitzenklasse, die die Genauigkeit, Sensitivität und Effizienz von Next-Generation-Sequencing-(NGS)- und molekularen Test-Workflows verbessern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boulder, Colorado, arbeitet mit führenden Forschern, Diagnostik-Entwicklern und Biotechnologieunternehmen zusammen, um die Grenzen der Molekularbiologie zu erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter [watchmakergenomics.com](http://watchmakergenomics.com).

## **Über Promega**

Die Promega Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Lösungen und technischer Unterstützung für die Life-Science-Industrie. In seiner 45-jährigen Geschichte hat Promega ein Portfolio mit mehr als 4.000 Katalog- und kundenspezifischen Produkten zur Unterstützung der Zell- und Molekularbiologie aufgebaut. Heute treiben die von Promega entwickelten Biolumineszenz- und andere Technologien Innovationen in Bereichen wie der Lebendzellanalyse, der Arzneimittelforschung, der Molekulardiagnostik und der Identifizierung von Menschen voran und werden von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Technikerinnen und Technikern in Laboren der akademischen und staatlichen Forschung, der Forensik, der Pharmazie, der klinischen Diagnostik sowie bei landwirtschaftlichen und ökologischen Tests eingesetzt. Der Hauptsitz von Promega befindet sich in Madison, WI, USA, mit Niederlassungen in 16 Ländern und über 50 weltweiten Vertriebspartnern.

Seit 1997 ist die Promega GmbH als Tochtergesellschaft der Promega Corp. in Deutschland präsent. Mit mehr als 170 Mitarbeitenden ist sie seit 2019 in Walldorf ansässig und verantwortet den Vertrieb sowie den Service der Produkte des Promega-Konzerns in Deutschland, Österreich und Osteuropa. In Walldorf befinden sich Logistikzentrum und Verwaltung unter einem Dach. Weitere Informationen finden Sie unter [www.promega.com](http://www.promega.com) und auf [YouTube](#), [LinkedIn](#), [Bluesky](#), [Instagram](#) und dem [Promega Connections Blog](#).

###

### **Kontakt:**

Dr. Anette Leue

Head of Communications

Promega GmbH

[presse@promega.com](mailto:presse@promega.com)