



## Pressemitteilung

---

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

### **Mikroben in Wasser aufspüren leicht gemacht**

#### **Promega Water-Glo™ weist lebendige Organismen mit Hilfe von ATP nach**

**Mannheim, 18.06.19** – Der neue Water-Glo™ Test von Promega bietet eine schnelle, hochsensitive und flexible Methode zur Untersuchung mikrobieller Kontaminationen in Trink- und Abwasser ebenso wie in Kühl- und Prozesswasser. Aufgrund der Tatsache, dass alle lebendigen Organismen ATP produzieren, kann lebende Biomasse grundsätzlich über ATP nachgewiesen werden.

Dank der hohen Sensitivität der Nachweisreaktion über Biolumineszenz werden selbst kleinste ATP-Mengenabweichungen detektiert. Somit kann die Technologie als Frühwarnsystem für die Anwesenheit von Mikroben oder gesundheitsgefährdenden Pathogenen im Wasser eingesetzt werden.

Im Vergleich zu anderen Nachweismethoden bietet eine ATP-Bestimmung mehrere Vorteile:

- Hohe Sensitivität selbst bei geringer Keimzahlbelastung
- Sofortige Detektion mikrobieller Kontaminationen (Wachstum auf Platten erst nach Tagen auswertbar)
- Nachweis ist unabhängig von der Kultivierbarkeit der Bakterien
- Unmittelbare Kontrolle der Effizienz von Desinfektionsmaßnahmen
- Wirtschaftliches Prozessmonitoring mit maximaler mikrobiologischer Sicherheit
- Hohe Haltbarkeit der Reagenzien erlaubt flexible Einsetzbarkeit des Systems
- Hoher Durchsatz möglich bei der Wahl des 96-Well Formats

Die Water-Glo™ Technologie wird in drei verschiedenen Formaten angeboten: Für einzelne Proben, im 96-Well Format oder für großindustrielle Prozesse als Online-Analysesystem (ATP-Analysator, AppliTek/Hach).

Weitere Informationen erhalten Sie unter: [promega.com/water-glo](http://promega.com/water-glo).

#### **Kontakt:**

Promega GmbH  
Agnieszka Dobrogowski  
Schildkrötstr. 15  
68199 Mannheim  
Tel.: +49 621 8501 182  
[agnieszka.dobrogowski@promega.com](mailto:agnieszka.dobrogowski@promega.com)

#### **Pressekontakt:**

Promega GmbH  
Christian Walczuch  
Schildkrötstr. 15  
68199 Mannheim  
Tel.: +49 621 8501 183  
[christian.walczuch@promega.com](mailto:christian.walczuch@promega.com)



### **Über Promega:**

Promega ist führend in der Entwicklung und Vermarktung innovativer Lösungen, sowie der technischen Unterstützung der Life Science-Industrie. Über 4.000 Produkte ermöglichen es Wissenschaftlern weltweit Ihre Erkenntnisse in der Gen-, Protein- und Zellanalyse zu vertiefen. Das 1978 in Madison, WI, USA gegründete Unternehmen verfügt über Niederlassungen in 16 Ländern und 50 globale Distributoren. 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.

Seit 1997 ist die Promega GmbH als Tochtergesellschaft der Promega Corp. in Mannheim präsent und ist mit mehr als 100 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 Distributionslager der US-amerikanischen Muttergesellschaft, das Euro Hub, welches für die Distribution der Produkte des Promega-Konzerns in Europa zuständig ist. Seit 2010 ist die ausgegliederte Terso GmbH Teil des Geräteservicezentrums und versorgt den europäischen Markt mit RFID-Konsignationslagern. Die Promega GmbH ist ISO 9001:2015, das Euro Hub ISO 13485:2012 zertifiziert. Mehr Informationen: [www.promega.com](http://www.promega.com)