



## Pressemitteilung

---

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

### **Promega Journalistenworkshop mit neuem Internetauftritt**

**Mannheim, 25.09.19** – Der 2003 von der Promega GmbH ins Leben gerufene Journalistenworkshop ist ab sofort unter der Webseite [www.journalistenworkshop.de](http://www.journalistenworkshop.de) zu erreichen. Auf dem Internetauftritt finden Journalistinnen und Journalisten Informationen zu anstehenden Workshops, einen [Rückblick](#) zu bereits behandelten Themen, sowie [Blogbeiträge](#), die sich mit den Themen Wissenschaftskommunikation und Trends in der Biologie auseinandersetzen. Pressevertreter haben außerdem die Möglichkeit, Präsentationen vergangener Workshops und Hilfe bei der Kontaktaufnahme mit den Sprechern anzufordern.

#### **Wissenschaft trifft auf Journalismus**

Der Journalistenworkshop gibt Pressevertretern innerhalb eines Tages einen umfangreichen und neutralen Überblick von renommierten Wissenschaftlern zu gesellschaftsrelevanten Themen. Spannende Inhalte rund um die Lebenswissenschaften werden in verständlicher Sprache vorgestellt und Schlagwortthemen in einen Kontext gesetzt. Die Promega GmbH nimmt dabei die Rolle des Vermittlers zwischen beiden Seiten ein. Dafür werden Trends zielgruppengerecht aufgearbeitet, Wissenschaftler als Sprecher für den Workshop begeistert und schließlich alle zusammen an einen Tisch gebracht.

#### **Kostenlos, persönlich, neutral**

Die Teilnahme am Journalistenworkshop ist kostenlos und richtet sich an Journalistinnen und Journalisten aller Medien und Fachrichtungen. Die erfahrenen Sprecher nutzen eine klare, verständliche Sprache, um ihre Themen vorzustellen. Damit eignet sich der Workshop auch für Nichtbiologen. Mit gemeinsamen Kaffee- und Mittagspausen und einer begrenzten Teilnehmerzahl stellt das Format sicher, dass genügend Zeit zum Austausch bleibt. Nachdem der erste Kontakt auf dem Journalistenworkshop geknüpft wurde, können die Teilnehmer im Anschluss unabhängig entscheiden, wie sie die neu gewonnenen Erkenntnisse für ihre Arbeit nutzen.

#### **Nachwuchskommunikatoren willkommen**

Die Digitalisierung der Medienlandschaft bietet Wissenschaftskommunikatoren vielfältige Möglichkeiten Inhalte zu kommunizieren. Da Promega die Vermittlung von Wissenschaft in die breite Bevölkerung am Herzen liegt, begrüßt das Unternehmen als Organisator des Workshops auch die Teilnahme angehender Journalistinnen und Journalisten, Blogger, Vlogger, Podcast-Enthusiasten und Vertreter aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Weitere Informationen unter: [www.journalistenworkshop.de](http://www.journalistenworkshop.de)

#### **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)