

PRESSEMITTEILUNG

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Promega Madison erhält ISO 14001-Zertifizierung für Umweltmanagement

- Die ISO 14001 ist ein international anerkannter Standard für Umweltmanagementsysteme.
- Die Zertifizierung würdigt das anhaltende Engagement des Biotechnologieunternehmens für Umweltschutz und Nachhaltigkeit.
- Promega kündigt die Zertifizierung im heute veröffentlichten Corporate Responsibility Report 2025 an.

Madison, WI, USA (6. Mai 2025). Die Promega Corporation gab heute bekannt, dass der Hauptsitz in Madison, Wisconsin die ISO 14001:2015-Zertifizierung erhalten hat – einen international anerkannten Standard für Umweltmanagementsysteme.

Diese Zertifizierung spiegelt das langjährige Engagement des Biotechnologieunternehmens für Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit wider.

„Seit über 45 Jahren setzt sich Promega für Umweltmanagement und nachhaltige Praktiken in der Life Sciences Industrie ein“, sagt Jaime Dwight, Director of Environmental Health & Safety and Controlled Substances. „Diese Zertifizierung verkörpert die Anstrengungen, die wir unternommen haben, um eine Kultur der Umweltverantwortung zu fördern, die Einhaltung von Umweltvorschriften sicherzustellen und eine kontinuierliche Verbesserung in all unseren Betriebsabläufen voranzutreiben.“

Promega kündigte die Zertifizierung in seinem Corporate Responsibility Report 2025 an, der heute auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht wurde. Neben Nachhaltigkeitskennzahlen

zeigt der Bericht, wie Promega Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Mitarbeitende und Gemeinschaften unterstützt.

ISO 14001:2015-Zertifizierung

Die ISO 14001:2015 ist ein international anerkannter Standard für Umweltmanagementsysteme. Sie bietet Organisationen einen Rahmen, um ihre Umweltleistung zu identifizieren, zu steuern, zu überwachen und zu verbessern. Die Norm hilft Unternehmen, Abfälle zu reduzieren, Vorschriften einzuhalten und ihre Auswirkung auf die Umwelt zu minimieren und gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsbemühungen zu stärken.

Um diese Zertifizierung zu erhalten, wies Promega ein starkes Umweltmanagementsystem nach – einschließlich der Einhaltung von Umweltvorschriften, der Reduzierung der Umweltauswirkungen des Betriebs und dem Führungsengagement für nachhaltige Vorgehensweisen. Eine gründliche Prüfung durch unabhängige Auditoren bestätigte die Bemühungen des Unternehmens in diesen Bereichen.

Beispiele für Umweltinitiativen von Promega:

- Innovatives Produktdesign, das grüne Chemie und Versandstabilität bei Raumtemperatur berücksichtigt
- Globale Verpflichtung, bis Ende 2025 100 % erneuerbare Elektrizität zu nutzen
- Mitarbeitergesteuerte Programme, zum Beispiel Sammlung und Recycling von Kunststofffolien
- Kompostierung vor Ort zur Versorgung des Firmengartens mit Lebensmittel- und Gartenabfällen

Corporate Responsibility Report 2025

Seit 2008 veröffentlicht Promega jährlich einen Corporate Responsibility Report, in dem die Fortschritte in den Bereichen Nachhaltigkeit, Produktauswirkungen, Mitarbeiterwohl und gesellschaftliches Engagement dokumentiert werden.

Zu den Highlights des diesjährigen Berichts gehören:

- **Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler:** Die Promega Rising Researchers Scientific Innovation Awards ehren herausragende Promovierende weltweit mit Ressourcen, Mentoring und einer Reise zum Hauptsitz in Madison.

- **Gesellschaftliches Engagement:** Im Rahmen der Initiative Promega in Action können Mitarbeitende in Madison bis zu 40 Stunden bezahlte Freistellung erhalten, um sich bei einer gemeinnützigen Organisation ihrer Wahl zu engagieren.
- **Investitionen in Forschung und Innovation:** Promega investierte im Jahr 2024 13,8 % des Umsatzes in Forschung und Entwicklung – insbesondere in den Bereichen Wirkstoffentwicklung, Biolumineszenz-Bildgebung und zellulärer Stoffwechsel.

Der Corporate Responsibility Report 2025 enthält außerdem Informationen darüber, wie Promega die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen in seine Strategien und Handlungen einbezieht.

Den aktuellen Corporate Responsibility Report finden Sie [hier](#).

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 und ist mit mehr als 150 Mitarbeitenden für den Vertrieb und Service der Produkte des Promega-Konzerns in Deutschland, Österreich und Osteuropa zuständig. 2019 zog das Unternehmen von Mannheim nach Walldorf. Seitdem befinden sich Logistikzentrum und Verwaltung unter einem Dach.

Weitere Informationen finden Sie unter www.promega.com und auf [LinkedIn](#), [Instagram](#), [Bluesky](#), [YouTube](#) und dem [Promega Connections Blog](#).

Kontakt:

Dr. Anette Leue

Head of Communications

Promega GmbH

presse@promega.com