



Pressemitteilung

Frei zur Veröffentlichung. Bei Abdruck wird Belegexemplar erbeten.

36. Internationales Symposium zur Menschlichen Identifizierung (ISHI) untersucht den Einsatz Künstlicher Intelligenz bei der Identifizierung von Serienmördern

- **ISHI 36 wird mehr als 900 Expertinnen und Experten der forensischen DNA-Analytik sowie Ermittlungsbehörden begrüßen**
- **Keynote-Sprecher berichten über die Entwicklung des forensischen Profilings, einschließlich der Nutzung künstlicher Intelligenz für tiefere Einblicke**

Madison, WI, USA (28. August 2025). Das 36. jährliche International Symposium on Human Identification (ISHI) findet vom 2. bis 6. November 2025 im Palm Beach Convention Center in West Palm Beach, Florida, USA statt. ISHI begrüßt mehr als 900 Fachleute aus der forensischen DNA-Analytik und Angehörige von Strafverfolgungsbehörden aus aller Welt. Die Promega Corporation, ein Entwickler und Hersteller von Produkten für die menschliche DNA-basierte Identifizierung, sponsert ISHI seit dessen Gründung.

Die ISHI Keynote-Session 2025 übernehmen Dr. Ann Wolbert Burgess und Alexandra Burgess, die aus einer einzigartigen, generationenübergreifenden Perspektive die Evolution des forensischen Profilings vorstellen. Von der Entschlüsselung kriminellen Verhaltens mithilfe innovativer FBI-Methoden bis zum Einsatz künstlicher Intelligenz für tiefere Einblicke – die Session wird veranschaulichen, wie sich die Werkzeuge der Vergangenheit und der Zukunft verbinden, um komplexe Fälle zu lösen.

WAS: ISHI ist das größte jährliche Treffen mit dem Fokus komplett auf DNA-Forensik. Die Promega Corporation rief das Symposium vor 36 Jahren ins Leben und ist weiterhin ein Sponsor. Die bei ISHI behandelten Themen werden forensische investigative genetische Genealogie, künstliche Intelligenz, Identifizierung von Katastrophenopfern und neue Technologien für die forensische DNA-Analyse beinhalten.

WANN: 2. bis 6. November 2025

WO: Palm Beach Convention Center, West Palm Beach, Florida, USA

WER: ISHI zieht forensische Experten aus über 40 Ländern und unterschiedlichsten Berufen an, darunter Kriminalisten, Forschende, Laborleiter, CODIS-Analysten und Forensiker, um die neuesten Fortschritte in forensischer DNA-Analyse zu besprechen. Medienvertreter sind eingeladen, teilzunehmen, müssen sich jedoch vorab registrieren.

ONLINE: Besuchen Sie www.ishinews.com für mehr Informationen zur Agenda, Registrierung und Neuigkeiten.

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 170 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 [YouTube](#), [LinkedIn](#), [Bluesky](#), [Instagram](#) und dem [Promega Connections Blog](#).

###

Kontakt:

Dr. Anette Leue

Head of Communications

Promega GmbH

presse@promega.com