

## **Tecan Group und Luminex Corporation gehen Partnerschaft zur Entwicklung einer automatisierten Laborlösung für Neugeborenen-Screenings ein**

**Die neue Lösung vereint Multiplexing- und Automationstechnologien zu einem neuartigen System. Dieses erbringt schnellere Ergebnisse und ermöglicht den Laboratorien für Neugeborenen-Screenings wertvolle Zeit- und Ressourceneinsparungen.**

**Männedorf, Schweiz, und Austin, Texas – 12. Oktober 2010** – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) und die Luminex Corporation (NASDAQ: LMNX) haben den Abschluss einer Entwicklungspartnerschaft für eine neue automatisierte Lösung für Neugeborenen-Screenings bekannt gegeben. Das innovative System wird in der Lage sein, in kürzerer Zeit Informationen über mögliche schwere Gesundheitsprobleme bei Säuglingen zu liefern. Die beiden Unternehmen haben zu diesem Zweck eine globale OEM-Vereinbarung abgeschlossen. Sie ermöglicht die Kombination der xMAP<sup>®</sup>-Technologie und des LX 200<sup>™</sup> Instruments von Luminex mit der vielseitigen und zuverlässigen Freedom EVO<sup>®</sup> Liquid-Handling-Plattform und dem HydroFlex<sup>™</sup> Washer von Tecan. Mit der neuen automatisierten Lösung für Neugeborenen-Screenings werden Laboratorien ihre Effizienz steigern, wertvolle Ressourcen einsparen und die Anzahl und Schnelligkeit von Probenanalysen erhöhen können. Luminex geht davon aus, diese Lösung im Jahr 2011 im Markt einzuführen.

Thomas Bachmann, CEO von Tecan, kommentiert: „Wir sind erfreut, dass Luminex uns als Partner für ihre vollständig automatisierte Lösung in diesem wichtigen Applikationsbereich ausgewählt hat. Unsere globale OEM-Vereinbarung gründet auf einer langen und bewährten Partnerschaft, in der wir für die xMAP-Technologie von Luminex die fortschrittlichsten automatisierten Lösungen in der Life-Science-Forschung entwickelt haben.“

Mit der xMAP-Technologie von Luminex lassen sich eine grosse Anzahl verschiedener biologischer Tests in einem Durchgang durchführen und die Proben schnell, kosteneffizient und präzise analysieren. Nach Genehmigung durch die Zulassungsbehörden wird NeoPlex4<sup>™</sup> eine auf der xMAP-Technologie basierende vollständig automatisierte Testplattform für Neugeborenen-Screenings sein, die während der laufenden Tests keine Betreuung durch Laborpersonal erfordert. Die hochvolumigen Screening-Assays testen Neugeborene auf verschiedene Biomarker, die mit schwerwiegenden Erkrankungen in Zusammenhang stehen. Unbehandelt kann jede dieser Erkrankungen schwere geistige und körperliche Behinderungen verursachen. Bei frühzeitiger Erkennung durch Tests ist es jedoch möglich, eine wirksame Therapie einzuleiten. Durch die gleichzeitige Durchführung (Multiplexing) der entsprechenden Tests auf der Basis einer einzigen Probe kann die Testeffizienz deutlich verbessert werden.

Patrick Balthrop, CEO von Luminex, sagte: „Das Thema Automation hat für Luminex und unsere Kunden weiterhin eine sehr hohe Priorität. Die hohen Testvolumen am Markt für Neugeborenen-

Screenings erfordern eine vollständige Automatisierung aller Arbeitsschritte von der Probe bis zum Testresultat, damit unsere Kunden die vielen tausend Proben täglich verarbeiten können. Wir haben verschiedene Robotik-Lösungen evaluiert, um diese vollständige Automatisierung für unsere xMAP-Technologie zu erreichen und kamen zum Schluss, dass die Zusammenarbeit mit Tecan die beste Option für diese Anwendung darstellt. Wir bauen auf einer sehr erfolgreichen Beziehung zu Tecan auf und sind stolz darauf, dass wir das Projekt mit diesem Unternehmen als Partner realisieren können.“

### **Über Tecan**

Tecan ([www.tecan.com](http://www.tecan.com)) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2009 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 392 Mio. (USD 361.2 Mio.; EUR 259.6 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TK: TECN / Reuters: TECZn.S / Valor: 1210019).

### **About Luminex Corporation**

Luminex Corporation develops, manufactures and markets proprietary biological testing technologies with applications throughout the diagnostic and life sciences industries. The Company's xMAP<sup>®</sup> multiplex solutions include an open-architecture, multi-analyte technology platform that delivers fast, accurate and cost-effective bioassay results to markets as diverse as pharmaceutical drug discovery, clinical diagnostics and biomedical research, including the genomics and proteomics markets. The Company's xMAP Technology is sold worldwide and is already in use in leading clinical laboratories as well as major pharmaceutical, diagnostic and biotechnology companies. Further information on Luminex Corporation or xMAP Technology can be obtained at [www.luminexcorp.com](http://www.luminexcorp.com).

### **Für weitere Informationen:**

#### **Tecan Group**

Martin Braendle  
Head of Corporate Communications & Investor Relations  
Tel. +41 (0) 44 922 84 30  
Fax +41 (0) 44 922 88 89  
[investor@tecan.com](mailto:investor@tecan.com)  
[www.tecan.com](http://www.tecan.com)

#### **Luminex**

Luminex Corporate Contact:  
Harriss T. Currie, Vice President, Finance and Chief Financial Officer  
512.219.8020  
[hcurrie@luminexcorp.com](mailto:hcurrie@luminexcorp.com)  
Matthew Scalò  
Sr. Director Investor Relations  
512.219.8020  
[mscalò@luminexcorp.com](mailto:mscalò@luminexcorp.com)  
Luminex Media Contact:  
Aaron DeLucia  
512.241.2249  
[aaron.delucia@porternovelli.com](mailto:aaron.delucia@porternovelli.com)