

Medienmitteilung



Tecan und Enigma Diagnostics unterzeichnen globale Produktions- und Liefervereinbarung für Point-of-care Molekulardiagnostik-Instrumente

- **Tecan baut industrielle Fertigung auf und übernimmt Lieferung von seriengefertigten Diagnostik-Instrumenten**
- **Erste Demonstrationseinheiten des Instruments ausgeliefert**
- **Kommerzielle Lancierung von Enigma ML für Erstanwendung im 4. Quartal 2010 geplant**

Männedorf, Schweiz, und Oxford, Grossbritannien, 5. Februar, 2010 – Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN), ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen, und Enigma Diagnostics Limited, der Spezialist für molekulare Diagnostik bei dezentraler und patientennahe Anwendung, haben heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Produktion und Lieferung von Enigmas ML-Instrumenten bekannt gegeben. Die Vereinbarung sieht vor, dass Tecan im Rahmen eines OEM-Vertrags mit einer Laufzeit von zunächst fünf Jahren die industrielle Fertigung der ML-Instrumente aufbaut und die in Serie gefertigten Instrumente für die globalen Marktbedürfnisse an Enigma liefert. Ausserdem übernimmt Tecan das Management der Lieferkette der ML-Instrumente. Erste Demonstrationseinheiten des ML-Instruments wurden ausgeliefert und werden im Rahmen des von Enigma mit GlaxoSmithKline abgeschlossenen Liefervertrags für patientennahe molekular-diagnostische Grippetests verwendet.

Mit der Einführung von Enigma ML und der Lieferung von in Serie gefertigten Systemen durch Tecan für die Erstanwendung zur Identifizierung spezifischer Grippevirenstämme wird im vierten Quartal 2010 gerechnet, vorbehaltlich erfolgreich verlaufender klinischer Studien und der Genehmigung durch die Zulassungsbehörden. Ferner plant Enigma das Angebot an Tests für das ML-System künftig für andere Anwendungen zu erweitern, beispielsweise um Tests für die Erkennung von Infektionskrankheiten.

Die finanziellen Details der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.

2

John McKinley, Chairman und CEO von Enigma, sagte: „Diese Vereinbarung stellt einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von Enigma dar. Wegen des hervorragenden Rufs als Entwickler und Hersteller von medizinischen Instrumenten sowie der globalen Reichweite des technischen Kundendienstnetzwerks haben wir uns für Tecan als Partner entschieden. Diese Partnerschaft bildet den Auftakt zu einer Reihe möglicher weiterer Vereinbarungen zur Unterstützung unseres Enigma ML-Systems durch Tecan.“

Thomas Bachmann, CEO von Tecan, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, mit einem so innovativen Unternehmen wie Enigma eine Partnerschaft einzugehen. Wir werden uns mit grossem Engagement dafür einsetzen, mit unserer Erfahrung bei der Herstellung und dem Service von hochwertigen und regulatorisch konformen Diagnostikprodukten zum Erfolg des ML-Instruments in den zahlreichen möglichen Anwendungsgebieten beizutragen. Das dediziert entwickelte und modulare ML-Instrument stellt eine bahnbrechende Neuerung in der patientennahen molekularen Diagnostik dar.“

Über das Enigma ML-Instrument

Das Enigma ML-Instrument analysiert Abstriche vollautomatisch und patientennah in weniger als 60 Minuten mit der gleichen Genauigkeit wie Fachlabors. Das bedeutet, dass Patientinnen und Patienten vor Ort auf zahlreiche Krankheiten, beispielsweise auf spezifische Grippe-subtypen, getestet werden können und rasch die entsprechende Behandlung erhalten. Derzeit dauert die Auswertung durch Fachkräfte in den staatlichen Diagnostiklabors oftmals einige Tage, bis das Testergebnis feststeht. Für die Bedienung des Enigma ML-Systems ist keine Spezialschulung erforderlich.

Über Tecan

Tecan (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. Mit dem Tochterunternehmen REMP (www.remp.com) ist Tecan Marktführer für automatisierte Laborlager- und Logistiksysteme. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie



3

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 2008 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 396 Mio. (USD 366.7 Mio.; EUR 250.7 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TK: TECN / Reuters: TECZn.S / Valor: 1210019).

About Enigma Diagnostics Limited

Enigma Diagnostics Limited specialises in developing next generation rapid molecular diagnostic instrument platforms for decentralized and point-of-care settings.

Enigma's innovative and proprietary technology combines the speed and sensitivity of real-time PCR (polymerase chain reaction) with the simplicity needed for decentralized and point-of-care testing providing results from a raw sample in less than 60 minutes. The Company is targeting a number of multi-billion pound markets, core among which are the Clinical and high-value Applied Markets. Enigma's commercialisation strategy is to maximize revenues from a continuous flow of market leading rapid diagnostic point-of-care instrument and assay platforms, based on unique technologies and underpinned by its broad Intellectual Property portfolio. Enigma will partner with market leaders where global penetration of markets is required and where appropriate, will engage regional partners and build in-house sales and marketing capability to direct distribution of its products.

Enigma's majority shareholder is Porton Capital, a private equity house which has supported Enigma's development since incorporation in 2004.

For more information visit www.enigmadiagnostics.com

Kontakt Tecan Group

Martin Brändle
Head of Corporate Communications &
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com
www.tecan.com

Kontakt Enigma Diagnostics:

Deborah Cordingley
deborah.cordingley@enigmadiagnostics.com
+44 1980 590131