

## **Tecans OEM-Partner Dako stellt neue Plattform auf einem globalen Kongress vor**

**Männedorf, Schweiz, 7. März 2013** – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute bekanntgegeben, dass ihr OEM-Partner Dako, ein Unternehmen von Agilent Technologies und weltweiter Anbieter von Lösungen für die Krebsdiagnostik, seine neue Plattform für „Advanced Staining“ am USCAP-Kongress 2013 in Baltimore, USA, vorstellt. Anfang dieser Woche wurde die Plattform an der globalen Veranstaltung für Pathologen und Labormitarbeitende zum ersten Mal gezeigt.

Im Mai 2011 hatte Tecan eine bedeutende OEM-Vereinbarung mit Dako für die Entwicklung und Lieferung einer Plattform für automatisiertes „Advanced Staining“ von Gewebeproben unterzeichnet. Bisher hat Tecan das Entwicklungsprogramm als P16 bezeichnet. Die nun vorgestellte Lösung, Dako Omnis, umfasst Hardware, Software und Reagenzien.

Lars Holmkvist, CEO von Dako, sagte: „Der Dako Omnis bietet vollständige Automatisierung und erfüllt die Bedürfnisse von grossen Labors, Krankenhäusern und Universitäten. Dank dem grossen Applikations-Know-how von Tecan und der Erfahrung mit den Workflows von Endkunden im IHC- und ISH-Segment war Tecan unser idealer Entwicklungspartner für das System. Im Verlauf der Entwicklung erlebten wir zudem, dass Tecan unsere Werte bezüglich Innovation und der Übernahme von Verantwortung innerhalb eines Projektes teilt. Ebenso war Tecans Erfahrung in der Systemintegration von entscheidender Bedeutung, um den Dako Omnis auf den Markt zu bringen.“

Tecan-CEO David Martyr kommentierte: „Wir freuen uns sehr, mit Dako zusammen zu arbeiten, einem global führenden Unternehmen im schnell wachsenden Bereich der gewebebasierten Krebsdiagnostik. Der Dako Omnis setzt wirklich einen neuen Standard für automatisiertes „Advanced Staining“ von Gewebeproben. Wir erwarten für Tecan, dass sich die Umsatzentwicklung durch die Lieferung des Dako Omnis in der zweiten Hälfte dieses Jahres beschleunigt und das neue System ab 2014 einen substanziellen Beitrag zu unserem Wachstum leisten wird. Auf der Grundlage unserer heutigen Partnerschaft freuen wir uns darauf, die Beziehung mit Dako in Zukunft noch weiter zu intensivieren.“

Zu den Methoden, welche bei der Diagnose von abnormen Zellen angewendet werden, beispielsweise bei kanzerösen Tumoren, gehören zur Färbung der Gewebeproben die Immunohistochemie (IHC) und In-situ-Hybridisierung (ISH). Der Dako Omnis automatisiert beide Prozesse, IHC wie ISH, was eine vollständige und simultane Bearbeitung der Patientenfälle

ermöglicht. Dies erlaubt den Pathologen schnellere, umfassendere Diagnosen. Onkologen wiederum können die passende Therapie rascher verschreiben und somit die angstbesetzte Wartezeit für Patienten verkürzen.

Der Dako Omnis ermöglicht sowohl eine kontinuierliche Beladung mit Einzelproben wie auch im Batch und die Option, das System über Nacht laufen zu lassen. Damit setzt er neue Standards für das, was Kunden bezüglich Flexibilität, Kapazität, Effizienz und Rückverfolgbarkeit der Proben von einer automatisierten Plattform erwarten können. Die Plattform bietet modernste Software, um die Kontrolle im Labor auf ein neues Niveau zu bringen. Schlüsselprozesse wie Objektträgerbearbeitung und Unterhalt der Instrumente können nun bis zum einzelnen Mitarbeitenden rückverfolgt werden, womit die Qualitätskontrolle deutlich verstärkt wird.

### **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 2012 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 391 Mio. (USD 416 Mio.; EUR 323 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

### **Für weitere Informationen:**

#### **Tecan Group**

Martin Brändle

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)