

## **Tecan schliesst bedeutende OEM-Vereinbarung mit globalem Diagnostikunternehmen zur Entwicklung und Lieferung eines dedizierten Diagnostikinstrumentes ab**

- **Vereinbarung baut auf bewährter OEM-Partnerschaft beider Unternehmen auf**
- **Konzeptentwicklung und Machbarkeitsstudien bereits erfolgreich abgeschlossen**
- **Liefervereinbarung über zehn Jahre mit Mindestabnahmemenge abgeschlossen**
- **Nach erfolgreicher Entwicklung erwartet Tecan ein Umsatzpotenzial in den ersten fünf Jahren von insgesamt mehr als CHF 80 Mio.**

**Männedorf, Schweiz, 29. November 2010** – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute den Abschluss einer bedeutenden OEM-Vereinbarung mit einem globalen Diagnostikunternehmen bekannt. Diese umfasst die Entwicklung und Lieferung eines dedizierten Diagnostikinstrumentes. Im Rahmen der weltweit geltenden Vereinbarung wird Tecan ein vollautomatisiertes Instrument sowie ein dazugehöriges Kunststoff-Verbrauchsmaterial entwickeln und bereitstellen. Die Vereinbarung baut auf einer bewährten Partnerschaft beider Unternehmen auf.

Die Entwicklungsvereinbarung folgt auf eine Phase der Konzeptentwicklung und Machbarkeitsstudien, die bereits erfolgreich abgeschlossen wurde. In der kommenden Entwicklungsphase wird Tecan die Entwicklungskosten des Instruments der nächsten Generation vorfinanzieren und in der Bilanz kapitalisieren. Die erste Hälfte der Entwicklungskosten wird von dem Diagnostikunternehmen nach erfolgter Einführung des Instruments zurückgezahlt, die andere Hälfte ein Jahr nach der Lancierung. Zusätzlich zur Entwicklungsvereinbarung haben beide Unternehmen eine Liefervereinbarung mit einer Vertragslaufzeit von zunächst zehn Jahren unterzeichnet. Darin verpflichtet sich das Diagnostikunternehmen auch zur Abnahme einer bestimmten Anzahl von Instrumenten. Nach erfolgreich abgeschlossener Entwicklung erwartet Tecan ein Umsatzpotenzial in den ersten fünf Jahren der Vermarktung von insgesamt mehr als CHF 80 Mio. Tecan rechnet damit, die ersten, zur Markteinführung bestimmten Instrumente Ende 2012 an das Diagnostikunternehmen auszuliefern.

Thomas Bachmann, CEO von Tecan, kommentierte: „Wir sind stolz, dass wir diese bedeutende OEM-Vereinbarung abschliessen konnten und nun ein dediziertes Instrument der nächsten Generation mit einem unserer bestehenden OEM-Partner entwickeln werden. Diese Vereinbarung eröffnet Tecan erhebliche Marktchancen, weil dieses Instrument global vermarktet werden wird und neue Märkte erschliessen wird.“



2

### **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).

### **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)