

Tecan schliesst globale OEM-Vereinbarung mit Hologic für ein vollautomatisiertes Analysesystem für den molekulardiagnostischen HPV-Test Cervista® ab

- **Prototypen des Systems wurden bereits erfolgreich getestet**
- **Markteinführung der vollautomatisierten Cervista®-Lösung in den USA im Jahr 2010 erwartet**

Männedorf, Schweiz, 17. November 2009 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat eine globale OEM-Vereinbarung mit Hologic, Inc., (NASDAQ: HOLX), USA, abgeschlossen, einem führenden Anbieter im Bereich der Frauenheilkunde. Die Vereinbarung sieht die Lieferung einer vollautomatisierten Lösung durch Tecan vor, die Hologic für die molekulardiagnostischen Cervista®-Tests zum Nachweis des humanen Papillomavirus (HPV) einsetzen wird. Das System basiert auf der vielseitigen und zuverlässigen Freedom EVO® Liquid-Handling-Plattform, in die ein Tecan-Analysegerät integriert wurde. Prototypen der automatisierten Lösung wurden bereits bei ausgewählten Kunden von Hologic erfolgreich getestet. Validierungseinheiten, die zur Generierung der notwendigen Daten für eine Zulassung in den USA dienen, werden noch vor Ablauf dieses Jahres ausgeliefert. Tecan rechnet ab 2010 mit der Lieferung einer grösseren Stückzahl des kommerziell verfügbaren Analysesystems. Als integralen Bestandteil der validierten Lösung wird Tecan auch die verwendeten Plastikverbrauchsmaterialien an Hologic liefern. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

Informationen zum humanen Papillomavirus und Gebärmutterhalskrebs

Die Infektion mit dem humanen Papillomavirus (HPV) ist die am häufigsten sexuell übertragene Krankheit in den USA und wird als häufigste Ursache von Gebärmutterhalskrebs angesehen. Um einem Krankheitsausbruch vorzubeugen, empfiehlt das American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) einen regelmässigen Pap-Test sowie HPV-Tests für Frauen über 30 Jahren. Damit können Frauen identifiziert werden, bei denen sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Gebärmutterhalskrebs entwickeln wird.

Hologic, Cervista, are trademarks and/or registered trademarks of Hologic, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

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 und diagnostische Laboratorien. Das 1980 in der Schweiz gegründete Unternehmen verfügt sowohl in



2

Nordamerika als auch in Europa über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten und unterhält in 52 Ländern 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).

Für weitere Informationen:

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