

Tecan schliesst OEM-Vereinbarung mit DiaSorin ab

- **Lieferung einer vollautomatisierten klinischen ELISA-Plattform und verschiedener Detektionsgeräte für die MUREX®-Produktlinie**
- **Auslieferung der ersten, zur Markteinführung bestimmten Instrumente für Anfang 2011 geplant**

Männedorf, Schweiz, 12. Januar 2011 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass sie mit DiaSorin eine OEM-Vereinbarung über die Lieferung einer vollautomatisierten klinischen ELISA-Plattform und bestimmter Detektionsgeräte abgeschlossen hat. Diese sollen im Rahmen der MUREX-Produktlinie von DiaSorin zur Diagnose von HIV-, HCV- und HBV-Infektionen eingesetzt werden. Die OEM-Vereinbarung gilt für alle Länder weltweit, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika.

Das System basiert auf der zuverlässigen klinischen Freedom EVOLyzer® ELISA-Plattform von Tecan mit integriertem Tecan Sunrise™ Absorptions-Reader und HydroFlex™ Mikroplatten-Washer. Weitere Detektionsgeräte von Tecan, die von der Vereinbarung abgedeckt werden, sind der Infinite® F50 Absorptions-Reader und das ProfiBlot™ 48 Instrument für Western Blotting. Als integralen Bestandteil der validierten Lösung wird Tecan auch Kunststoff-Verbrauchsmaterialien an DiaSorin liefern. Tecan rechnet damit, die ersten, zur Markteinführung bestimmten Instrumente Anfang 2011 an DiaSorin auszuliefern. Die finanziellen Details der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.

In der Vergangenheit hat Tecan bereits eine vollautomatisierte ELISA-Plattform der ersten Generation für die MUREX-Produktlinie geliefert, damals noch an Abbott. Im Juni 2010 schloss DiaSorin die Übernahme der MUREX-Produktlinie von Abbott ab.

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. 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:

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
www.tecan.com

Über DiaSorin

DiaSorin S.p.A., an international player in the market for in vitro diagnostics, develops, produces and markets reagent kits for clinical laboratory diagnostics. The DiaSorin Group is comprised of 23 companies based in Europe, North, Central and South America, Africa and Asia. It has about 1,500 employees, including more than 110 research and development specialists, and operates six manufacturing and research facilities in Saluggia (Vercelli, Italy), Dietzenbach (Germany), Stillwater (USA), Dublin (Ireland), Dartford (UK) and Johannesburg (SA). The last two were part of the Murex business operations, recently acquired from the Abbott Group. Thanks to its direct sales organization and an international network of over 80 independent distributors, the Group is present in more than 60 countries, offering a broad array of high quality products that includes comprehensive lines for each of the clinical segments in which the Group operates: infectious and viral diseases, management of bone and calcium related diseases, thyroid pathologies, oncology and fertility testing. For additional information, please visit our website: www.diasorin.it

Für weitere Informationen:

Laura Villa
Investor Relations Director
tel. +39 02 9647 4567
mob. +39 348 15 11 542
email laura.villa@diasorin.it