

Tecan schliesst OEM-Entwicklungsprogramm Dako Omnis erfolgreich ab

Männedorf, Schweiz, 7. Juni 2013 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen das OEM-Entwicklungsprogramm Dako Omnis erfolgreich abgeschlossen hat. Im Mai 2011 hatte Tecan eine bedeutende OEM-Vereinbarung mit Dako für die Entwicklung und Lieferung einer Plattform für „Advanced Staining“ unterzeichnet. Dako, ein Unternehmen von Agilent Technologies (NYSE: A), ist ein weltweiter Anbieter von Lösungen für die Krebsdiagnostik. Früher hatte Tecan das Entwicklungsprogramm als P16 bezeichnet. Das Instrument Dako Omnis, gemeinsam mit Dako entwickelt und von Tecan hergestellt, umfasst Hardware und Software. Es setzt neue Standards bei der automatisierten gewebebasierten Krebsdiagnostik.

David Martyr, CEO von Tecan, kommentierte: “Wir freuen uns, dass wir die Entwicklung des Dako Omnis erfolgreich abgeschlossen haben, plangemäss und nur zwei Jahre nach Unterzeichnung der Vereinbarung. Wie bereits mitgeteilt, erwarten wir für Tecan, dass sich die Umsatzentwicklung durch die Lieferung des Dako Omnis ab dem zweiten Halbjahr 2013 beschleunigt und das neue System ab 2014 einen substantziellen Beitrag zu unserem Wachstum leisten wird.“

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 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

www.tecan.com

Tecan Group Ltd., Seestrasse 103, CH-8708 Männedorf, Switzerland
T +41 44 922 88 88, F +41 44 922 88 89, info@tecan.com, www.tecan.com