

Tecan veröffentlicht Geschäftsbericht 2014 und Einladung zur Generalversammlung

Männedorf, Schweiz, 27. März 2015 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2014 auf der Internetseite des Unternehmens www.tecan.com in der Rubrik Investor Relations bekannt. Im App Store steht zudem eine iPad-App für die Finanzberichte von Tecan zur Verfügung. Tecan hat die Finanzresultate 2014 bereits im Rahmen einer Medienmitteilung sowie einer Bilanzmedien- und Analystenkonferenz am 18. März 2015 veröffentlicht.

Ausserdem wurde heute die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Tecan Group AG versandt und publiziert. Die Generalversammlung findet am 16. April 2015 statt. Die Einladung ist ebenfalls auf der Internetseite des Unternehmens verfügbar.

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 2014 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 400 Mio. (USD 437 Mio.; EUR 331 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Vice President, Communications & Investor Relations

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com