

## **Tecan veröffentlicht Geschäftsbericht 2012 und Einladung zur Generalversammlung**

**Männedorf, Schweiz, 27. März 2013** – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2012 auf der Internetseite des Unternehmens [www.tecan.com](http://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 2012 bereits im Rahmen einer Medienmitteilung sowie einer Bilanzmedien- und Analystenkonferenz am 7. März 2013 veröffentlicht. Ausserdem wurde heute die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Tecan Group AG versandt und publiziert. Die Generalversammlung findet am 17. April 2013 statt. Die Einladung ist ebenfalls auf der Internetseite des Unternehmens verfügbar.

### **Gewinnausschüttung erneut erhöht**

Auf Basis der sehr gesunden Bilanz und der nachhaltig guten Geschäftsaussichten will Tecan die Gewinnausschüttung an die Aktionäre erneut erhöhen. Der Verwaltungsrat wird daher der Generalversammlung vom 17. April 2013 eine Erhöhung der Dividende um 20% von CHF 1.25 auf CHF 1.50 je Aktie vorschlagen. Die Dividende wird teilweise als Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet; für den Teilbetrag von CHF 1.00 erfolgt die Ausschüttung somit ohne Abzug der Verrechnungssteuer.

### **Wahl des Verwaltungsrats**

Wie bereits bekannt gegeben, wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Wahl von Dr. Christa Kreuzburg als neues Mitglied vorschlagen. Christa Kreuzburg ist eine erfahrene Managerin aus der Pharmaindustrie und war in verschiedenen Führungspositionen für die Bayer AG tätig. Zuletzt war sie Mitglied des Executive Committee von Bayer HealthCare und Head of Bayer Schering Pharma Europe/Canada.

Zur Wiederwahl für eine weitere einjährige Amtszeit schlägt der Verwaltungsrat Rolf A. Classon, Heinrich Fischer, Dr. Oliver S. Fetzer, Gérard Vaillant, Erik Walldén und Dr. Karen Huebscher vor. Dominique F. Baly stellt sich an der kommenden Generalversammlung nicht zur Wiederwahl.

### **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



2

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 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)