

Generalversammlung 2013: Aktionäre von Tecan stimmen sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu

- **Erhöhte Dividende von CHF 1.50 pro Aktie**
- **Vergütungsbericht in Konsultativabstimmung akzeptiert**
- **Christa Kreuzburg als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt**
- **Rolf Classon, Heinrich Fischer, Oliver Fetzer, Karen Huebscher, Gérard Vaillant und Erik Walldén für einjährige Amtszeit wiedergewählt; Rolf Classon vom Verwaltungsrat als Präsident bestätigt**

Männedorf, Schweiz, 17. April 2013 – Die Generalversammlung der Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Aktionäre genehmigten den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung und erteilten dem Verwaltungsrat sowie der Geschäftsleitung die Entlastung. Sie stimmten einer gegenüber Vorjahr erneut erhöhten Dividende von CHF 1.50 pro Namenaktie zu. Die Dividende wird teilweise als Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet: Für den Teilbetrag von CHF 1.00 wird sie ohne Abzug der Verrechnungssteuer ausbezahlt. Die Auszahlung erfolgt per 24. April 2013.

Der zum zweiten Mal zur Konsultativabstimmung vorgelegte Vergütungsbericht wurde wiederum von den Aktionären akzeptiert.

Rolf Classon, Heinrich Fischer, Dr. Oliver Fetzer, Dr. Karen Huebscher, Gérard Vaillant und Erik Walldén wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats von Tecan für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt. Als neues Mitglied wählten die Aktionäre Dr. Christa Kreuzburg. Rolf Classon, Präsident des Verwaltungsrats, verabschiedete Dominique F. Baly, der aus dem Verwaltungsrat zurücktrat, mit einem herzlichen Dank für sein wertvolles Engagement.

Rolf Classon wurde durch das Gremium als Präsident bestätigt.

Als Revisionsstelle wurde KPMG AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2013 bestätigt.

Nächster Termin

Tecan wird den Bericht zum ersten Halbjahr 2013 am 14. August 2013 veröffentlichen.

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-



2

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