

Generalversammlung 2012: Aktionäre von Tecan stimmen sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu

- **Deutlich erhöhte Dividende von CHF 1.25 pro Aktie**
- **Vergütungsbericht in Konsultativabstimmung akzeptiert**
- **Karen J. Huebscher als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt**
- **Rolf Classon, Heinrich Fischer, Dominique F. Baly, Gérard Vaillant, Dr. Oliver S. Fetzer und Erik Walldén für einjährige Amtszeit wiedergewählt;
Rolf Classon als Präsident bestätigt**
- **Genehmigtes Aktienkapital um zwei Jahre verlängert; Gesamtermächtigung zur
Schaffung von bedingtem und genehmigtem Kapital eingegrenzt**

Männedorf, Schweiz, 18. April 2012 – 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 deutlich erhöhten Dividende von CHF 1.25 pro Namenaktie zu. Die Dividende wird erneut als Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen und daher ohne Abzug der Verrechnungssteuer ausbezahlt. Die Ausschüttung erfolgt per 25. April 2012.

Der zum ersten Mal zur Konsultativabstimmung vorgelegte Vergütungsbericht wurde von den Aktionären akzeptiert. Einer guten Corporate Governance kommt bei Tecan ein hoher Stellenwert zu. Mit der Vorlage des Vergütungsberichts zur Konsultativabstimmung fördert Tecan den Dialog mit den Aktionären zu diesem zentralen Instrument der Unternehmensführung.

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

Des Weiteren stimmten die Aktionäre einer Statutenänderung zu, mit welcher der Verwaltungsrat seine Gesamtermächtigung bei der Ausgestaltung der Kapitalstruktur eingrenzt. Das genehmigte Kapital wurde um zwei Jahre verlängert, doch dürfen in Zukunft unter bedingtem und genehmigtem Kapital insgesamt nur Aktien im Umfang von rund 20% des Aktienkapitals ausgegeben werden. Damit verbessert Tecan die Corporate Governance weiter, erhält sich aber einen ausreichenden Handlungsspielraum, um externe Wachstumschancen zu nutzen.

Als Revisionsstelle wurde KPMG AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2012 bestätigt.

Nächster Termin

Der Bericht zum ersten Halbjahr 2012 wird am 16. August 2012 veröffentlicht.

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 2011 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 377 Mio. (USD 424 Mio.; EUR 306 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TK: TECN / Reuters: TECZn.S / Valor: 1210019).

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