

## **Generalversammlung 2011: Aktionäre von Tecan stimmen sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu**

- **Weitere Verbesserung der Corporate Governance durch Aufhebung der Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung**
- **Oliver S. Fetzer und Erik Walldén neu in den Verwaltungsrat gewählt**
- **Rolf A. Classon, Heinrich Fischer, Lukas Braunschweiler, Dominique F. Baly und Gérard Vaillant für einjährige Amtszeit wiedergewählt; Rolf A. Classon als Präsident bestätigt**
- **Unveränderte Dividende von CHF 1.00 pro Aktie**

**Männedorf, Schweiz, 19. April 2011** – 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 gleich bleibenden Dividende von CHF 1.00 pro Namenaktie zu. Die Dividende wird als Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen und daher ohne Abzug der Verrechnungssteuer ausbezahlt. Die Ausschüttung erfolgt per 28. April 2011.

Rolf A. Classon, Heinrich Fischer, Lukas Braunschweiler, Dominique F. Baly und Gérard Vaillant wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats von Tecan für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt. Als neue Mitglieder wählten die Aktionäre Oliver S. Fetzer und Erik Walldén. Rolf A. Classon, Präsident des Verwaltungsrats, verabschiedete die ausscheidenden Mitglieder Jürg Meier und Peter Ryser mit einem herzlichen Dank für ihr Engagement und ihre wertvollen Beiträge zur Weiterentwicklung von Tecan.

Rolf A. Classon wurde unmittelbar nach der Generalversammlung durch das Gremium als Präsident bestätigt.

### **Weitere Verbesserungen der Corporate Governance von Tecan**

Die Aktionäre stimmten der Aufhebung der Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung auf 5% des Aktienkapitals zu. Der Verwaltungsrat von Tecan hatte die entsprechende Änderung der Statuten vorgeschlagen, um die Mitwirkungsrechte der Aktionäre zu stärken und damit die Corporate Governance weiter zu verbessern. Diese aktionärsfreundliche Massnahme erhöht die Attraktivität der Tecan-Aktie zusätzlich, insbesondere im internationalen Umfeld und bei institutionellen Investoren. Ebenso genehmigten die Aktionäre die vom Verwaltungsrat beantragte Statutenänderung zur Aufhebung der Bestimmung, dass nach Versand der Einladungen zur Generalversammlung keine Eintragungen im Aktienregister mehr vorgenommen werden dürfen. Auch diese Massnahme schafft für die Aktionäre noch bessere Voraussetzungen zur Wahrnehmung ihrer Rechte.

Als Revisionsstelle wurde KPMG AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2011 bestätigt.

### **Nächster Termin**

Der Bericht zum ersten Halbjahr 2011 wird am 18. August 2011 veröffentlicht.

### **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 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 2010 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 371 Mio. (USD 356 Mio.; EUR 269 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](mailto:investor@tecan.com)

[www.tecan.com](http://www.tecan.com)