

## **Generalversammlung 2010: Aktionäre von Tecan stimmen sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu**

- **Erhöhung der Dividende von CHF 0.90 auf CHF 1.00 je Namenaktie**
- **Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats für einjährige Amtszeit wiedergewählt; Rolf Classon als Präsident bestätigt**
- **Statutenänderung zur Anpassung an Bucheffektengesetz**
- **Genehmigtes Aktienkapital um zwei Jahre verlängert**

**Männedorf, Schweiz, 21. April 2010** – 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. Die Aktionäre beschlossen, die Dividende für das Geschäftsjahr 2009 gegenüber Vorjahr von CHF 0.90 auf CHF 1.00 pro Namenaktie zu erhöhen. Der Verwaltungsrat hatte diese Erhöhung aufgrund der sehr gesunden Bilanz und der nachhaltig guten Geschäftsaussichten beantragt. Die Ausschüttung erfolgt per 28. April 2010.

Sämtliche Mitglieder des bisherigen Verwaltungsrats wurden für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt. Rolf Classon wurde unmittelbar nach der Generalversammlung durch das Gremium als Präsident bestätigt.

Die Aktionäre stimmten einer Änderung der Statuten zu, die durch das Inkrafttreten des Bucheffektengesetzes erforderlich geworden war.

Ebenso beschlossen die Aktionäre die Verlängerung des genehmigten Aktienkapitals um zwei Jahre und die dazugehörige Statutenänderung. Damit hat Tecan die Flexibilität für die Finanzierung von Akquisitionen gewahrt. Das genehmigte Kapital war 2006 geschaffen und an der Generalversammlung 2008 um zwei Jahre verlängert worden.

Als Revisionsstelle wurde KPMG AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2010 bestätigt.

### **Nächster Termin**

Der Bericht zum ersten Halbjahr 2010 wird am 12. August 2010 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 Instrumenten und automatisierten Workflow-Lösungen für Laboratorien



2

im Life-Science-Bereich spezialisiert. Mit dem Tochterunternehmen REMP ([www.remp.com](http://www.remp.com)) ist Tecan Marktführer für automatisierte Laborlager- und Logistiksysteme. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller 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 2009 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 392 Mio. (USD 361.2 Mio.; EUR 259.6 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**

Dr. Rudolf Eugster  
Chief Financial Officer

[investor@tecan.com](mailto:investor@tecan.com)  
[www.tecan.com](http://www.tecan.com)

Martin Brändle  
Head of Corporate Communications &  
Investor Relations  
Tel. +41 (0) 44 922 84 30  
Fax +41 (0) 44 922 88 89