

## Tecan veröffentlicht Geschäftsbericht 2011 und Einladung zur Generalversammlung

- **Geschäftsbericht mit erweiterten Online-Funktionalitäten und als iPad-App verfügbar**
- **Tecan legt Vergütungsbericht zur Konsultativabstimmung vor**
- **Deutliche Erhöhung der Dividende von CHF 1.00 auf CHF 1.25 pro Aktie vorgeschlagen**
- **Karen Huebscher soll Verwaltungsrat mit Life-Science-Know-how weiter verstärken**

**Männedorf, Schweiz, 28. März 2012** – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2011 auf der Internetseite des Unternehmens [www.tecan.com](http://www.tecan.com) in der Rubrik Investor Relations bekannt. Tecan hat die Finanzresultate 2011 bereits im Rahmen einer Medienmitteilung sowie einer Bilanzmedien- und Analystenkonferenz am 8. März 2012 veröffentlicht. Ausserdem wurde heute die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Tecan Group AG versandt und publiziert. Die Generalversammlung findet am 18. April 2012 statt. Die Einladung ist ebenfalls auf der Internetseite des Unternehmens verfügbar.

### **Geschäftsbericht in neuen Medien umgesetzt**

Für den Rechnungsabschluss 2011 hat Tecan attraktive neue Informationsmöglichkeiten in digitaler Form gestaltet. Tecan hat die Funktionalitäten des Online-Geschäftsberichts deutlich erweitert und bietet zudem erstmals eine iPad-App an. Zusätzlich sind die Finanzpublikationen wie bisher im PDF-Format zum Herunterladen auf der Homepage [www.tecan.com](http://www.tecan.com) verfügbar. Die Print-Version versendet Tecan nur noch auf Wunsch.

### **Tecan legt Vergütungsbericht zur Konsultativabstimmung vor**

Tecan wird den Aktionären an der diesjährigen Generalversammlung erstmals den Vergütungsbericht zur Konsultativabstimmung vorlegen. Ein leistungsabhängiges, faires und zeitgemässes Vergütungssystem für Verwaltungsrat und Konzernleitung ist ein zentrales Instrument der Unternehmensführung.

### **Gewinnausschüttung deutlich erhöht**

Auf Basis der sehr gesunden Bilanz und der nachhaltig guten Geschäftsaussichten will Tecan die Gewinnausschüttung an die Aktionäre deutlich erhöhen. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 18. April 2012 daher eine Erhöhung der Dividende um 25% von CHF

1.00 auf CHF 1.25 je Aktie vorschlagen. Die Dividende wird erneut als Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet und erfolgt daher ohne Abzug der Verrechnungssteuer.

### **Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Wie bereits bekannt gegeben, wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Wahl von Karen Huebscher als neues Mitglied vorschlagen. Zur Wiederwahl für eine weitere einjährige Amtszeit schlägt der Verwaltungsrat Rolf A. Classon, Heinrich Fischer, Dominique F. Baly, Dr. Oliver S. Fetzer, Gérard Vaillant und Erik Walldén vor. Vorbehältlich seiner Wiederwahl ist es vorgesehen, dass Rolf A. Classon Präsident des Verwaltungsrats bleibt.

Dr. Lukas Braunschweiler stellt sich an der kommenden Generalversammlung nicht zur Wiederwahl, um sich auf seine Rolle als CEO der Sonova Holding AG zu konzentrieren. Präsident Rolf A. Classon dankt Lukas Braunschweiler im Namen des gesamten Verwaltungsrats für sein grosses Engagement und seinen wertvollen Beitrag zur strategischen Weiterentwicklung von Tecan.

### **Neues Mitglied mit ergänzendem Life-Science-Know-how vorgeschlagen**

*Karen Huebscher*, geboren 1963, ist CEO der 2012 von ihr gegründeten FibulaMedical AG mit Sitz in der Schweiz. Von 1995 bis 2011 war sie in verschiedenen Fach- und Führungsfunktionen bei Novartis in der Schweiz und den USA tätig. Sie begann ihre Laufbahn in der Biotechnologie-Forschung und setzte sie 1997 als Managerin und von 2000 bis 2005 als Leiterin der weltweiten Investor Relations fort. Von 2006 bis 2011 war Karen Huebscher bei Novartis in der globalen und europäischen Geschäftsleitung der Division Vaccines & Diagnostics tätig. Ihre Schwerpunkte lagen in der Unternehmensentwicklung, insbesondere auch mit Partnerschaftsvereinbarungen in aufstrebenden Märkten, in der strategischen Innovation und im Marketing. Karen Huebscher ist schweizerische und britische Staatsbürgerin. Sie promovierte an der ETH Zürich in Molekularbiologie und erwarb einen MBA am IMD in Lausanne.

### **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 2011 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 377 Mio. (USD 424 Mio.; EUR 306 Mio.). Die Namenaktien der



3

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)