

Generalversammlung 2009: Aktionäre von Tecan stimmen sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu

- **Gewinnausschüttung durch Dividende von CHF 0.90 je Namenaktie**
- **Heinrich Fischer, Jürg Meier, Peter Ryser und Gérard Vaillant als Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt**
- **Rolf Classon, Dominique F. Baly und Lukas Braunschweiler neu im Verwaltungsrat**
- **Rolf Classon unmittelbar nach Generalversammlung zum Präsident gewählt**
- **Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Namenaktien**

Männedorf, Schweiz, 22. April 2009 – 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 eine gegenüber Vorjahr unveränderte Gewinnausschüttung von CHF 0.90 je Namenaktie. Die Ausschüttung erfolgt per 24. April 2009.

Heinrich Fischer, Dr. Jürg Meier, Prof. Dr. Peter Ryser und Gérard Vaillant wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats von Tecan für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt. Als neue Mitglieder wählten die Aktionäre Rolf Classon, Dominique F. Baly und Dr. Lukas Braunschweiler. Unmittelbar nach der Generalversammlung konstituierte sich der Verwaltungsrat und wählte Rolf Classon zum neuen Präsidenten. „Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe, Tecan bei der Entwicklung des Geschäfts intensiv zu begleiten. Tecan verfügt über eine überzeugende Strategie und ist in einer guten Ausgangslage für weiteres Wachstum“, kommentierte Rolf Classon.

Heinrich Fischer, Vizepräsident des Verwaltungsrats, verabschiedete Präsident Mike Baronian und die ebenfalls ausscheidenden Verwaltungsratsmitglieder Cleto De Pedrini und Prof. Dr. Armin Seiler mit einem herzlichen Dank für ihr langjähriges Engagement und ihre wertvollen Beiträge zur Entwicklung von Tecan.

Die Aktionäre stimmten der Herabsetzung des Aktienkapitals durch Vernichtung von 696'788 Namenaktien zu (5.8% des Aktienkapitals). Diese Aktien hatte Tecan im

Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms erworben. Das Rückkaufprogramm war im Mai 2008 zum Zweck der Kapitalherabsetzung auf einer zweiten Handelslinie an der SIX Swiss Exchange gestartet worden. Wegen des veränderten Umfelds an den Kapital- und Kreditmärkten hat es Tecan per 4. März 2009 vorzeitig beendet. Stattdessen wird Tecan zusätzliche Barmittel zur Finanzierung weiteren Wachstums aufbauen. Ausserdem genehmigten die Aktionäre die zur Kapitalreduktion erforderliche Änderung der Statuten.

Als Revisionsstelle wurde KPMG AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2009 bestätigt.

Nächster Termin

Der Bericht zum ersten Halbjahr 2009 wird am 13. August 2009 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. Mit dem Tochterunternehmen REMP (www.remp.com) ist Tecan Marktführer für automatisierte Laborlager- und Logistiksysteme. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten und diagnostische Laboratorien. Das 1980 in der Schweiz gegründete Unternehmen verfügt sowohl in Nordamerika als auch in Europa über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten und unterhält in 52 Ländern ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2008 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 396 Mio. (USD 366.7 Mio.; EUR 250.7 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
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