





# Inhalt

- 3 Brief an die Aktionäre
- 6 Konsolidierte Erfolgsrechnung
- 7 Konsolidierte Bilanz
- 8 Konsolidierte Geldflussrechnung
- 9 Konsolidierter Eigenkapitalnachweis
- 10 Anhang zum verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss
- 17 Standorte und Kontakt



# Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Tecan schloss das erste Halbjahr 2015 mit einem zweistelligen Umsatzwachstum und einem Rekordgewinn ab.

Wir sind erfreut über diese Entwicklung unseres Unternehmens, speziell über das hohe Wachstum im Partnering Business. Bedeutende neue Produkte in beiden Geschäftssegmenten, dem Life Sciences Business wie dem Partnering Business, und die erfolgreiche Integration der Gesellschaft IBL International, die wir im Vorjahr akquiriert hatten, trugen zu dem starken Wachstum bei. Besonders erfreulich ist die kräftige Ausweitung der Profitabilität. Beim Gewinn, beim Gewinn pro Aktie, aber auch beim Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit erzielte Tecan im Berichtszeitraum die höchsten Werte in der Unternehmensgeschichte.

Nicht nur finanziell, sondern auch am Markt hatten wir ein erfreuliches erstes Halbjahr. Wir führten in zwei Hauptproduktlinien wichtige Produkte ein: die zweite anwendungsspezifische Lösung von Fluent™ bei den Liquid-Handling-Plattformen und den Spark™ 10M als Vertreter einer neuen Generation Reader-Plattform. Zu beiden Instrumenten war das Feedback der Kunden sehr positiv. Für Fluent™ haben wir bereits Nachbestellungen. Zurückblicken können wir auch auf den ersten Jahrestag der Akquisition von IBL International. Wir sind erfreut über die gelungene Integration und erfolgreiche Geschäftsentwicklung, die unsere Erwartungen übertroffen hat. Auch die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen ist rundum erfreulich.

---

## Finanzresultate für das erste Halbjahr 2015

Der Auftragseingang erhöhte sich im ersten Halbjahr 2015 um 14.6% in Lokalwährungen auf CHF 220.1 Mio. (H1 2014: CHF 196.6 Mio.); dies entspricht einer Zunahme von 11.9% in Schweizer Franken. Ohne Berücksichtigung von Akquisitionen wuchs der Auftragseingang um 9.4% in Lokalwährungen und um 6.9% in Schweizer Franken. Wegen des starken Auftragseingangs erhöhte sich auch der Auftragsbestand der Tecan Group zum Ende des Berichtszeitraums um eine zweistellige Rate.

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 18.9% in Lokalwährungen bzw. 16.2% in Schweizer Franken auf CHF 200.0 Mio. (H1 2014: CHF 172.0 Mio.). Ohne die Gesellschaft IBL International, die seit 1. August 2014 konsolidiert wird, wuchs Tecan um 13.0% in Lokalwährungen bzw. 10.5% in Schweizer Franken.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; EBITDA) stieg im ersten Halbjahr 2015 um 21.4% auf CHF 32.6 Mio. (H1 2014: CHF 26.8 Mio.). Die EBITDA-Marge verbesserte sich um 70 Basispunkte auf 16.3% des Umsatzes (H1 2014: 15.6%).

Tecan steigerte den Periodengewinn im ersten Halbjahr 2015 um 39.7%; er erreichte mit CHF 26.0 Mio. einen neuen Höchstwert in der Unternehmensgeschichte (H1 2014: CHF 18.6 Mio.). Die Gewinnmarge verbesserte sich um 220 Basispunkte auf 13.0% des Umsatzes (H1 2014: 10.8%). Der Gewinn pro Aktie steigerte sich um 37.5% auf CHF 2.31 (H1 2014: CHF 1.68).

Neben dem positiven Effekt durch die höheren Verkaufsvolumen, profitierte die Gewinnentwicklung auch von einem besseren Finanzergebnis wegen Währungsabsicherungsmaßnahmen, da der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken im Vergleich zum Jahresende 2014 an Wert verloren hat. Wechselkursveränderungen gegenüber dem Euro wurden nicht abgesichert, da die in Euro anfallenden Kosten den in dieser Währung generierten Umsatz überstiegen. Somit wirkten sich die Aufhebung des Mindestkurses und die folgende Abschwächung des Euro nicht auf die Gewinnmarge aus.

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit hat sich auf CHF 35.1 Mio. mehr als verdoppelt (H1 2014: CHF 16.2 Mio.). Dies entspricht 17.6% des Umsatzes.

## Informationen nach Geschäftssegmenten

### Life Sciences Business (Endkundengeschäft)

Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business um 10.7% in Lokalwährungen und erreichte CHF 107.5 Mio. (H1 2014: CHF 100.9 Mio.); in Schweizer Franken lag der Umsatz um 6.6% über dem Vorjahreswert. Ohne die seit 1. August 2014 zum Life Sciences Business gehörende IBL International wuchs der Umsatz in Lokalwährungen um 0.5% im Vergleich zur hohen Basis der Vorjahresperiode. In

Schweizer Franken lag der Segmentumsatz 3.3% unter dem Vorjahreswert, da die Wechselkursentwicklung des Euro gegenüber dem Schweizer Franken einen negativen Einfluss hatte. Der Auftragseingang im Life Sciences Business stieg sowohl insgesamt als auch organisch an und übertraf den Umsatz im ersten Halbjahr deutlich. Die Markteinführungen neuer Produkte lieferten hierzu einen wesentlichen Beitrag.

Das Betriebsergebnis des Segments lag bei CHF 11.3 Mio. (H1 2014: CHF 14.8 Mio.), was einer Betriebsrendite von 9.8% des Umsatzes entspricht (H1 2014: 14.0%). Der Rückgang gegenüber dem ersten Halbjahr 2014 erfolgte hauptsächlich, weil höhere Kosten und Investitionen in der Markteinführungsphase neuer Instrumente anfielen sowie wegen der Verbuchung akquisitionsbezogener Kosten.

### Partnering Business (OEM-Geschäft)

Das Geschäftssegment Partnering Business erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von CHF 92.4 Mio. (H1 2014: CHF 71.1 Mio.). Dies entspricht einem Wachstum um 30.2% in Lokalwährungen bzw. um 30.0% in Schweizer Franken. Instrumente, welche innerhalb der letzten zwei Jahre lanciert wurden, trugen massgeblich zum hohen Umsatzwachstum bei. Ebenso entwickelten sich die Umsätze mit bestehenden Grosskunden nach einer schwachen Vorjahresperiode positiv. Der Auftragseingang im Partnering Business erhöhte sich im ersten Halbjahr 2015 ebenfalls mit einer zweistelligen Rate.

Das Betriebsergebnis des Geschäftssegments steigerte sich im ersten Halbjahr 2015 auf CHF 17.4 Mio. (H1 2014: CHF 11.3 Mio.). Die Betriebsrendite erhöhte sich auf 18.6% des Umsatzes (H1 2014: 15.5%). Diese positive Entwicklung resultierte in erster Linie aus den höheren Verkaufsvolumen. Dank diesen konnte die tiefere Profitabilität, welche für die Markteinführungsphase neuer Instrumente typisch ist, mehr als ausgeglichen werden.

## Ergänzende Informationen

### Regionale Entwicklung

In Europa erhöhte sich der Umsatz in Lokalwährungen um 25.2% gegenüber der Vorjahresperiode. In Schweizer Franken fiel der Anstieg mit 16.7% wegen der Abwertung des Euro tiefer aus. Das Wachstum im Life Sciences Business wurde vom Umsatzbeitrag von IBL International getrieben, im Partnering Business von guten Verkäufen sowohl im Instrumenten- wie auch im Komponentengeschäft.

In Nordamerika lag der Umsatz in der ersten Jahreshälfte um 12.6% in Lokalwährungen und um 18.3% in Schweizer Franken über dem Vergleichswert von 2014. Das Life Sciences Business verzeichnete in Nordamerika ein solides Wachstum, das Partnering Business wuchs auch in dieser Region mit einer zweistelligen Rate.

In Asien erzielte Tecan erneut ein deutliches Umsatzplus von 21,5% in Lokalwährungen und 12,9% in Schweizer Franken. Dabei verzeichneten beide Segmente eine zweistellige Wachstumsrate. In China verbesserte sich die Situation in der ersten Jahreshälfte weiter, nachdem sich die staatlichen Auftragsvergaben und Investitionen im Hochschulbereich in der Vorjahresperiode verzögert hatten.

#### Wiederkehrende Umsätze mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien

Die wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien verzeichneten im ersten Halbjahr 2015 ein hohes Wachstum von 31,9% in Lokalwährungen bzw. von 29,2% in Schweizer Franken. Die Akquisition von IBL International hat mit dem auf Reagenzien ausgerichteten Geschäft eine neue Quelle wiederkehrender Umsätze für Tecan erschlossen. Mit einem Anteil von 40,9% am Gesamtumsatz erreichten diese den höchsten Wert der Firmengeschichte (H1 2014: 36,8%). Auf Serviceleistungen (einschliesslich Ersatzteile) entfielen dabei 25,8% des Gesamtumsatzes, auf Verbrauchsmaterialien (Kunststoff und Reagenzien) 15,1%.

#### Forschung und Entwicklung

Im ersten Halbjahr 2015 betrug die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung wie in der Vorjahresperiode 10,0% des Umsatzes bzw. CHF 20,1 Mio. (H1 2014: CHF 17,2 Mio.). Die gesamten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sanken wie geplant weiter auf brutto CHF 30,4 Mio. (H1 2013: CHF 47,6 Mio.), da verschiedene Entwicklungsprojekte erfolgreich abgeschlossen werden konnten bzw. Produkte kurz vor der Markteinführung stehen. Der Gesamtbetrag beinhaltet auch Entwicklungsleistungen für OEM-Instrumentenkunden im Partnering Business (CHF 9,1 Mio.) und die in der Bilanz aktivierten Entwicklungskosten (CHF 4,7 Mio.). Diese wurden durch Abschreibungen in Höhe von CHF 3,5 Mio. nahezu ausgeglichen.

Für die Fluent™-Laborautomationsfamilie, eine neue Generation von Liquid-Handling-Plattformen, lancierte Tecan Anfang 2015 die zweite anwendungsspezifische Lösung, welche die automatisierte Probenhandhabung in der Medikamentenentdeckung (Compound Management) vereinfacht. Fluent™ stösst auf grosses Interesse im Markt, was sich auch in einer starken Dynamik im Auftragseingang widerspiegelt.

Auch in der zweiten Hauptproduktlinie, den Detektionsinstrumenten, führte Tecan Anfang 2015 mit Spark™ eine neue Generation der Reader-Plattform im Markt ein. Der Spark™ 10M Multimode-Mikroplatten-Reader wurde entwickelt, um die Flexibilität und Produktivität für Kunden aus den Bereichen der Zellbiologie und Genomik zu erhöhen. Die von Grund auf neu entwickelte Plattform ist besonders einfach zu bedienen und bietet herausragende Eigenschaften, um die Routinearbeit im Labor zu vereinfachen.

#### Gesunde Bilanz – hohe Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote von Tecan erhöhte sich zum 30. Juni 2015 auf 70,0% (31. Dezember 2014: 65,4%). Die Nettoliquidität (Flüssige Mittel und Anlagen abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) belief sich auf CHF 165,6 Mio. (31. Dezember 2014: CHF 122,7 Mio.). Zur Steigerung der Nettoliquidität trugen zum einen der hohe Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit bei, zum anderen die Veräusserung von 249'331 eigenen Aktien, die aus steuerlichen Gründen notwendig wurde. Der Verkaufserlös betrug insgesamt CHF 31,6 Mio. Das Aktienkapital der Gesellschaft lag zum Bilanzstichtag am 30. Juni 2015 bei CHF 1'144'603 (31. Dezember 2014: CHF 1'144'458), eingeteilt in 11'446'033 Namenaktien zu CHF 0,10 Nennwert.

An der ordentlichen Generalversammlung der Tecan Group vom 16. April 2015 stimmten die Aktionäre einer gegenüber Vorjahr gleich bleibenden Dividende von CHF 1,50 pro Namenaktie zu. Die Auszahlung der Dividende von insgesamt CHF 16,9 Mio. erfolgte per 22. April 2015.

#### Ausblick für das Gesamtjahr 2015 bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2015 erwartet Tecan weiterhin einen zweistelligen Anstieg des Gruppenumsatzes in Lokalwährungen mit einer Steigerung der EBITDA-Marge um mehr als 100 Basispunkte.

Die Erwartungen zur Profitabilität basieren auf prognostizierten Durchschnittskursen für das Gesamtjahr 2015, wonach ein Euro CHF 1,05 entspricht und ein US-Dollar CHF 0,92. Auch beinhalten diese Erwartungen keine weiteren Akquisitionen.

Männedorf, 10. August 2015



**Rolf A. Classon**  
Präsident des Verwaltungsrats



**Dr. David Martyr**  
Chief Executive Officer

## Konsolidierte Erfolgsrechnung

| Januar bis Juni, CHF 1'000  | Anhang | 2014           | 2015           |
|---|--------|----------------|----------------|
| <b>Umsatz</b>   | 4      | <b>172'002</b> | <b>199'950</b> |
| Kosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen                       |        | (84'670)       | (102'962)      |
| <b>Bruttogewinn</b>   |        | <b>87'332</b>  | <b>96'988</b>  |
| Verkauf und Marketing   |        | (29'561)       | (33'132)       |
| Forschung und Entwicklung   |        | (17'220)       | (20'071)       |
| Administration und Verwaltung   |        | (18'474)       | (18'638)       |
| Sonstiger Betriebsertrag  |        | 243            | 116            |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | 4      | <b>22'320</b>  | <b>25'263</b>  |
| Finanzertrag  |        | 11             | 4              |
| Finanzaufwand   |        | (233)          | (220)          |
| Nettofremdwährungsgewinne   |        | 317            | 5'005          |
| <b>Finanzergebnis</b>   |        | <b>95</b>      | <b>4'789</b>   |
| <b>Gewinn vor Steuern</b>   |        | <b>22'415</b>  | <b>30'052</b>  |
| Ertragssteuern  | 6      | (3'833)        | (4'087)        |
| <b>Periodengewinn, den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbar</b> |        | <b>18'582</b>  | <b>25'965</b>  |
| <i>Gewinn pro Aktie</i>   |        |                |                |
| Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)                               |        | 1.68           | 2.31           |
| Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)                                 |        | 1.65           | 2.23           |

## Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung

| Januar bis Juni, CHF 1'000  | Anhang | 2014           | 2015            |
|---|--------|----------------|-----------------|
| <b>Periodengewinn</b>   |        | <b>18'582</b>  | <b>25'965</b>   |
| <b>Sonstige Ergebnisse</b>  |        |                |                 |
| Neubemessung der netto leistungsorientierten Vorsorgeverpflichtung  |        | (4'978)        | 203             |
| Zugehörige Ertragssteuern   |        | 802            | (33)            |
| <b>Positionen, die nicht in die Erfolgsrechnung umklassiert werden, nach Ertragssteuern</b>               |        | <b>(4'176)</b> | <b>170</b>      |
| Umrechnungsdifferenzen  | 9      | (498)          | (11'238)        |
| Zugehörige Ertragssteuern   |        | -              | 327             |
| <b>Positionen, die nachträglich in die Erfolgsrechnung umklassiert werden können, nach Ertragssteuern</b> |        | <b>(498)</b>   | <b>(10'911)</b> |
| <b>Sonstige Ergebnisse (Verlust), nach Ertragssteuern</b>   |        | <b>(4'674)</b> | <b>(10'741)</b> |
| <b>Gesamtergebnis der Periode, den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbar</b>                     |        | <b>13'908</b>  | <b>15'224</b>   |

Für die dargestellten Perioden wurden im Zusammenhang mit den Umrechnungsdifferenzen keine Umklassierungen vorgenommen.

## Konsolidierte Bilanz

### Aktiven

| CHF 1'000                                  | Anhang | 31.12.2014     | 30.06.2015     |
|--|--------|----------------|----------------|
| Flüssige und geldnahe Mittel               |        | 128'715        | 171'425        |
| Kurzfristige Derivate                      |        | 1'824          | 900            |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |        | 97'949         | 73'700         |
| Sonstige Forderungen                       |        | 11'211         | 7'990          |
| Vorräte                                    | 7      | 175'177        | 178'716        |
| Guthaben aus laufenden Ertragssteuern      |        | 5'505          | 3'194          |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen               |        | 3'452          | 4'250          |
| <b>Umlaufvermögen</b>                      |        | <b>423'833</b> | <b>440'175</b> |
| Langfristige Finanzanlagen                 |        | 792            | 1'197          |
| Sachanlagen                                |        | 20'114         | 17'664         |
| Immaterielle Vermögenswerte und Goodwill   |        | 95'570         | 91'929         |
| Latente Steuerguthaben                     |        | 11'953         | 11'965         |
| <b>Anlagevermögen</b>                      |        | <b>128'429</b> | <b>122'755</b> |
| <b>Aktiven</b>                             |        | <b>552'262</b> | <b>562'930</b> |

### Passiven

| CHF 1'000   | Anhang | 31.12.2014     | 30.06.2015     |
|---|--------|----------------|----------------|
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten und Derivate                         |        | 9'895          | 5'431          |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                        |        | 12'941         | 8'371          |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |        | 11'065         | 10'994         |
| Kurzfristige Umsatzabgrenzung   |        | 26'249         | 28'529         |
| Verbindlichkeiten aus laufenden Ertragssteuern                          |        | 11'976         | 9'857          |
| Passive Rechnungsabgrenzungen   |        | 35'224         | 27'346         |
| Kurzfristige Rückstellungen   |        | 17'231         | 15'703         |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                                   |        | <b>124'581</b> | <b>106'231</b> |
| Langfristige Bankverbindlichkeiten und Derivate                         |        | 5'305          | 3'035          |
| Langfristige Umsatzabgrenzung   |        | 19'123         | 17'831         |
| Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses |        | 31'390         | 32'085         |
| Langfristige Rückstellungen   |        | 2'987          | 2'591          |
| Latente Steuerschulden  |        | 7'678          | 7'132          |
| <b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>                                   |        | <b>66'483</b>  | <b>62'674</b>  |
| <b>Total Verbindlichkeiten</b>  |        | <b>191'064</b> | <b>168'905</b> |
| Aktienkapital   |        | 1'144          | 1'144          |
| Kapitalreserven   |        | 9'519          | 29'719         |
| Eigene Aktien   |        | (10'372)       | -              |
| Gewinnreserven  |        | 388'150        | 401'316        |
| Umrechnungsdifferenzen  |        | (27'243)       | (38'154)       |
| <b>Eigenkapital</b>   | 8      | <b>361'198</b> | <b>394'025</b> |
| <b>Passiven</b>   |        | <b>552'262</b> | <b>562'930</b> |

## Konsolidierte Geldflussrechnung

| Januar bis Juni, CHF 1'000   | Anhang | 2014            | 2015           |
|--|--------|-----------------|----------------|
| <b>Periodengewinn</b>  |        | <b>18'582</b>   | <b>25'965</b>  |
| <i>Anpassungen für</i>   |        |                 |                |
| Abschreibungen   |        | 4'517           | 7'329          |
| Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses |        | (1'882)         | 294            |
| Zinsertrag   |        | (11)            | (4)            |
| Zinsaufwand  |        | 62              | 52             |
| Ertragssteuern   |        | 3'833           | 4'087          |
| Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente  |        | 2'776           | 3'613          |
| Sonstige nicht geldwirksame Posten   |        | (163)           | (1'181)        |
| <i>Veränderung des Umlaufvermögens</i>   |        |                 |                |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   |        | 12'086          | 18'551         |
| Vorräte  | 7      | (19'893)        | (5'835)        |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   |        | (121)           | (4'236)        |
| Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto)  |        | 414             | (7'283)        |
| Bezahlte Ertragssteuern  |        | (4'022)         | (6'242)        |
| <b>Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit</b>  |        | <b>16'178</b>   | <b>35'110</b>  |
| Erhaltene Zinsen   |        | 11              | 4              |
| Übernahme von Tecan Australia Pty Ltd. – bedingte Zahlungen  |        | (119)           | –              |
| Kauf von Sachanlagen   |        | (1'520)         | (1'710)        |
| Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen  |        | 179             | 13             |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte   |        | (13'307)        | (5'230)        |
| <b>Geldabfluss aus Investitionstätigkeit</b>   |        | <b>(14'756)</b> | <b>(6'923)</b> |
| Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen  |        | 1'875           | 991            |
| Dividendenausschüttung   |        | (16'651)        | (16'857)       |
| Verkauf eigener Aktien   |        | 14              | 31'556         |
| Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten  |        | 47              | 58             |
| Bezahlte Zinsen  |        | (63)            | (52)           |
| <b>Geld(ab-)/zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>  |        | <b>(14'778)</b> | <b>15'696</b>  |
| Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln  |        | (108)           | (1'332)        |
| <b>(Abnahme)/Zunahme flüssiger und geldnahe Mittel</b>   |        | <b>(13'464)</b> | <b>42'551</b>  |
| Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar  | 10     | 150'377         | 128'715        |
| <b>Flüssige und geldnahe Mittel am 30. Juni</b>  | 10     | <b>136'913</b>  | <b>171'266</b> |



## Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

| Januar bis Juni, CHF 1'000  | Anhang   | Aktienkapital | Kapitalreserven | Eigene Aktien   | Gewinnreserven  | Umrechnungs-<br>differenzen | Total<br>Eigenkapital |
|---|----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Stand am 1. Januar 2014</b>  |          | <b>1'144</b>  | <b>9'301</b>    | <b>(13'151)</b> | <b>369'977</b>  | <b>(31'069)</b>             | <b>336'202</b>        |
| Periodengewinn  |          | –             | –               | –               | 18'582          | –                           | 18'582                |
| Sonstige Ergebnisse (Verlust),<br>nach Ertragssteuern                           |          | –             | –               | –               | (4'176)         | (498)                       | (4'674)               |
| <b>Gesamtergebnis der Periode</b>   |          | <b>–</b>      | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>14'406</b>   | <b>(498)</b>                | <b>13'908</b>         |
| Dividendenausschüttung  |          | –             | –               | –               | (16'651)        | –                           | (16'651)              |
| Übertragung eigener Aktien im Zusammenhang<br>mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen |          | –             | 26              | 1'849           | –               | –                           | 1'875                 |
| Anteilsbasierte Vergütungen   |          | –             | –               | –               | 2'776           | –                           | 2'776                 |
| Verkauf eigener Aktien  |          | –             | 7               | 7               | –               | –                           | 14                    |
| <b>Summe der Einlagen von und Ausschüttungen<br/>an Eigentümer</b>              | <b>8</b> | <b>–</b>      | <b>33</b>       | <b>1'856</b>    | <b>(13'875)</b> | <b>–</b>                    | <b>(11'986)</b>       |
| <b>Stand am 30. Juni 2014</b>   |          | <b>1'144</b>  | <b>9'334</b>    | <b>(11'295)</b> | <b>370'508</b>  | <b>(31'567)</b>             | <b>338'124</b>        |
| <b>Stand am 1. Januar 2015</b>  |          | <b>1'144</b>  | <b>9'519</b>    | <b>(10'372)</b> | <b>388'150</b>  | <b>(27'243)</b>             | <b>361'198</b>        |
| Periodengewinn  |          | –             | –               | –               | 25'965          | –                           | 25'965                |
| Sonstige Ergebnisse (Verlust),<br>nach Ertragssteuern                           |          | –             | –               | –               | 170             | (10'911)                    | (10'741)              |
| <b>Gesamtergebnis der Periode</b>   |          | <b>–</b>      | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>26'135</b>   | <b>(10'911)</b>             | <b>15'224</b>         |
| Dividendenausschüttung  |          | –             | –               | –               | (16'857)        | –                           | (16'857)              |
| Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang<br>mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen       |          | –             | 110             | –               | –               | –                           | 110                   |
| Übertragung eigener Aktien im Zusammenhang<br>mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen |          | –             | (653)           | 1'321           | –               | –                           | 668                   |
| Anteilsbasierte Vergütungen   |          | –             | –               | –               | 3'888           | –                           | 3'888                 |
| Verkauf eigener Aktien  |          | –             | 20'743          | 9'051           | –               | –                           | 29'794                |
| <b>Summe der Einlagen von und Ausschüttungen<br/>an Eigentümer</b>              | <b>8</b> | <b>–</b>      | <b>20'200</b>   | <b>10'372</b>   | <b>(12'969)</b> | <b>–</b>                    | <b>17'603</b>         |
| <b>Stand am 30. Juni 2015</b>   |          | <b>1'144</b>  | <b>29'719</b>   | <b>–</b>        | <b>401'316</b>  | <b>(38'154)</b>             | <b>394'025</b>        |

## Anhang zum verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss

### 1 Berichterstattende Gesellschaft

Die Tecan Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und klinische Diagnostik. Die Gruppe 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) entwickelt und fertigt die Gruppe auch OEM-Instrumente und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Die Gruppe verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält sie ein Vertriebs- und Servicenetz.

Die Dachgesellschaft der Gruppe ist die Tecan Group AG, eine in der Schweiz eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren Aktien öffentlich gehandelt werden. Der Hauptsitz der Tecan Group AG befindet sich an der Seestrasse 103, 8708 Männedorf, Schweiz.

### 2 Wesentliche Grundsätze der Rechnungslegung

#### 2.1 Grundlagen der Ausarbeitung

Dieser ungeprüfte Abschluss ist der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss der Tecan Group AG und ihrer Tochtergesellschaften (zusammen als «Gruppe» bezeichnet) für das erste Halbjahr 2015. Der Abschluss wurde in Übereinstimmung mit IAS 34 «Zwischenberichterstattung» erstellt und sollte in Verbindung mit der konsolidierten Jahresrechnung der Gruppe gelesen werden, da er eine Aktualisierung früher veröffentlichter Informationen darstellt. Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss wurde am 10. August 2015 zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Erstellung dieses verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses verlangt vom Management, Annahmen und Einschätzungen zu treffen, welche die ausgewiesenen Erträge, Aufwendungen, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Bilanzierung dieses Zwischenabschlusses beeinflussen. Falls zu einem späteren Zeitpunkt derartige Annahmen und Einschätzungen von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen sollten, werden die ursprünglichen Annahmen und Einschätzungen in jenem Berichtszeitraum entsprechend angepasst, in dem sich die Gegebenheiten geändert haben.

Die Gruppe ist in Geschäftsbereichen tätig, in denen der Gesamtumsatz keine bedeutenden saisonalen oder zyklischen Schwankungen innerhalb des Geschäftsjahres aufweist.

Die Ertragssteuern werden basierend auf der bestmöglichen Schätzung des für das gesamte Geschäftsjahr erwarteten gewichteten Durchschnittssteuersatzes berechnet.

#### 2.2 Einführung neuer und überarbeiteter bzw. ergänzter Rechnungslegungsstandards und Ausführungsbestimmungen

Die dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss zugrunde liegenden Grundsätze der Rechnungslegung entsprechen mit Ausnahme der Einführung der folgenden neuen oder überarbeiteten bzw. ergänzten Standards und Ausführungsbestimmungen – gültig ab 1. Januar 2015 – den Grundsätzen der Rechnungslegung, die der konsolidierten Jahresrechnung der Gruppe per 31. Dezember 2014 zugrunde lagen:

| Standard/Ausführungsbestimmung <sup>1</sup>  |
|--|
| IAS 19 (ergänzt) «Leistungen an Arbeitnehmer» – Leistungsorientierte Pläne: Arbeitnehmerbeiträge |
| Jährliche Verbesserungen der IFRS – Zyklus 2010 – 2012   |
| Jährliche Verbesserungen der IFRS – Zyklus 2011 – 2013   |

<sup>1</sup> IAS = International Accounting Standards, IFRS = International Financial Reporting Standards, IFRIC = Ausführungsbestimmungen gemäss dem IFRS Interpretations Committee (ehemals International Financial Reporting Interpretations Committee).

Die Übernahme dieser neuen oder überarbeiteten bzw. ergänzten Standards und Ausführungsbestimmungen hat bei der Gruppe zu keinen bedeutenden Anpassungen der Grundsätze der Rechnungslegung geführt.

Die Gruppe hat eine kleine Änderung an der Darstellung des Abschnitts «Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit» in der konsolidierten Geldflussrechnung vorgenommen, um die Relevanz der bereitgestellten Informationen zu erhöhen. «Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen» wird neu in einer separaten Zeile offengelegt. Die Vorjahreszahlen werden entsprechend der neuen Darstellung ausgewiesen.

#### 2.3 Bislang noch nicht angewandte neue Standards und Ausführungsbestimmungen

Die folgenden neuen und überarbeiteten bzw. ergänzten Standards und Ausführungsbestimmungen wurden bereits publiziert, sind aber noch nicht in Kraft getreten und werden in diesem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss noch nicht berücksichtigt:

| Standard/Ausführungsbestimmung <sup>1</sup>   | Von der Gruppe anzuwenden ab |
|---|------------------------------|
| IFRS 10 (ergänzt) «Konzernabschlüsse» und IAS 28 (ergänzt) «Anteile an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures» – Veräusserung oder Einbringung von Vermögenswerten zwischen einem Investor und einem assoziierten Unternehmen oder Joint Venture | Berichtsjahr 2016            |

|   |                   |
|---|-------------------|
| IFRS 11 (ergänzt) «Gemeinschaftliche Vereinbarungen» – Bilanzierung des Erwerbs von Anteilen an gemeinschaftlichen Tätigkeiten      | Berichtsjahr 2016 |
| IAS 1 (ergänzt) «Darstellung des Abschlusses» – Offenlegungsinitiative  | Berichtsjahr 2016 |
| IAS 16 (ergänzt) «Sachanlagen» und IAS 38 (ergänzt) «Immaterielle Vermögenswerte» – Klarstellung akzeptierter Abschreibungsmethoden | Berichtsjahr 2016 |
| IAS 27 (ergänzt) «Einzelabschlüsse» – Equity-Methode  | Berichtsjahr 2016 |
| Investmentgesellschaften: Anwendung der Konsolidierungsausnahme (Ergänzungen zu IFRS 10, IFRS 12 und IAS 28)                        | Berichtsjahr 2016 |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Jährliche Verbesserungen der IFRS – Zyklus 2012 – 2014 | Berichtsjahr 2016 |
| IFRS 15 «Erlöse aus Verträgen mit Kunden»              | Berichtsjahr 2017 |
| IFRS 9 «Finanzinstrumente»                             | Berichtsjahr 2018 |

<sup>1</sup> IAS = International Accounting Standards, IFRS = International Financial Reporting Standards, IFRIC = Ausführungsbestimmungen gemäss dem IFRS Interpretations Committee (ehemals International Financial Reporting Interpretations Committee).

Mit Ausnahme von IFRS 15 «Erlöse aus Verträgen mit Kunden» werden diese Änderungen voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die konsolidierte Jahresrechnung haben. Eine umfassende und eingehende Analyse steht allerdings noch aus.

### 3 Änderungen im Konsolidierungskreis

Seit 31. Dezember 2014 gab es keine Änderungen im Konsolidierungskreis der Gruppe.

## 4 Segmentinformationen

### 4.1 Informationen nach Geschäftssegmenten

| Januar bis Juni, CHF 1'000       | Life Sciences Business |                | Partnering Business |               | Corporate/Konsolidierung |                | Gruppe         |                |
|----------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                  | 2014                   | 2015           | 2014                | 2015          | 2014                     | 2015           | 2014           | 2015           |
| Umsatz Dritte                    | 100'920                | 107'535        | 71'082              | 92'415        | –                        | –              | 172'002        | 199'950        |
| Umsatz Intersegment <sup>1</sup> | 4'948                  | 7'960          | 1'584               | 775           | (6'532)                  | (8'735)        | –              | –              |
| <b>Total Umsatz</b>              | <b>105'868</b>         | <b>115'495</b> | <b>72'666</b>       | <b>93'190</b> | <b>(6'532)</b>           | <b>(8'735)</b> | <b>172'002</b> | <b>199'950</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>          | <b>14'825</b>          | <b>11'342</b>  | <b>11'277</b>       | <b>17'359</b> | <b>(3'782)</b>           | <b>(3'438)</b> | <b>22'320</b>  | <b>25'263</b>  |
| Abschreibungen <sup>2</sup>      | (2'804)                | (4'581)        | (1'713)             | (2'748)       | –                        | –              | (4'517)        | (7'329)        |
| Wertminderungen                  | –                      | –              | –                   | –             | –                        | –              | –              | –              |

<sup>1</sup> Intersegment-Transaktionen werden zu marktkonformen Konditionen abgewickelt.

<sup>2</sup> Von Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten abgesehen sind keine wesentlichen nicht liquiditätswirksamen Posten angefallen.

| Januar bis Juni, CHF 1'000  | 2014           | 2015           |
|---|----------------|----------------|
| <i>Überleitung Umsatz der berichtspflichtigen Segmente</i>  |                |                |
| Gesamtumsatz der berichtspflichtigen Segmente   | 178'534        | 208'685        |
| Eliminierung des Intersegment-Umsatzes  | (6'532)        | (8'735)        |
| <b>Konsolidierter Umsatz</b>  | <b>172'002</b> | <b>199'950</b> |
| <i>Überleitung Ergebnis der berichtspflichtigen Segmente</i>  |                |                |
| Total Betriebsergebnis der berichtspflichtigen Segmente   | 26'102         | 28'701         |
| Nicht zugeordnete Kosten (zukünftige Geschäftsentwicklung, Investor Relations und andere Corporate-Kosten) und Konsolidierungsbuchungen | (3'782)        | (3'438)        |
| Finanzergebnis  | 95             | 4'789          |
| <b>Konsolidierter Gewinn vor Steuern</b>  | <b>22'415</b>  | <b>30'052</b>  |

## 4.2 Unternehmensweite Angaben

### Produkte und Dienstleistungen

| Januar bis Juni, CHF 1'000 | 2014           | 2015           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Produkte                   | 108'774        | 128'162        |
| Dienstleistungen           | 63'228         | 71'788         |
| <b>Total Umsatz Dritte</b> | <b>172'002</b> | <b>199'950</b> |

### Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden)

| Januar bis Juni, CHF 1'000 | 2014           | 2015           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Schweiz                    | 4'530          | 3'646          |
| Übriges Europa             | 71'443         | 84'992         |
| Nordamerika                | 68'478         | 80'999         |
| Asien                      | 22'531         | 25'447         |
| Sonstige                   | 5'020          | 4'866          |
| <b>Total Umsatz Dritte</b> | <b>172'002</b> | <b>199'950</b> |

### Anlagevermögen nach Regionen (nach Standort der Aktiven)

| CHF 1'000      | Sachanlagen   |               | Immaterielle Vermögenswerte |               |
|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|
|                | 31.12.2014    | 30.06.2015    | 31.12.2014                  | 30.06.2015    |
| Schweiz        | 9'414         | 8'497         | 81'521                      | 80'148        |
| Übriges Europa | 5'942         | 4'935         | 12'946                      | 10'822        |
| Nordamerika    | 4'304         | 3'815         | 751                         | 685           |
| Asien          | 454           | 417           | 352                         | 274           |
| <b>Total</b>   | <b>20'114</b> | <b>17'664</b> | <b>95'570</b>               | <b>91'929</b> |

### Information über wichtige Kunden

Im ersten Halbjahr 2015 gibt es Umsätze (CHF 22.8 Mio.) mit einem einzelnen Kunden im Geschäftssegment «Partnering Business», die in der Summe 10% des Gesamtumsatzes im ersten Halbjahr 2015 übersteigen (H1 2014: keine).

## 5 Betriebsaufwand nach Kostenarten

| Januar bis Juni, CHF 1'000   | 2014           | 2015           |
|--|----------------|----------------|
| Materialkosten   | 48'209         | 62'096         |
| Personalkosten   | 72'147         | 73'988         |
| Abschreibungen auf Sachanlagen   | 3'042          | 3'081          |
| Abschreibungen auf immateriellen Vermögenswerten                               | 1'475          | 4'248          |
| Sonstige Betriebskosten (netto)  | 50'313         | 38'167         |
| <b>Total angefallene Betriebskosten (brutto)</b>                               | <b>175'186</b> | <b>181'580</b> |
| Aktivierung von Entwicklungskosten in der Position Vorräte (siehe Anmerkung 7) | (12'762)       | (2'153)        |
| Aktivierung von Entwicklungskosten in der Position Immaterielle Vermögenswerte | (12'742)       | (4'740)        |
| <b>Total Betriebsaufwand, gemäss Erfolgsrechnung</b>                           | <b>149'682</b> | <b>174'687</b> |

## 6 Ertragssteuern

Aufgrund des Verkaufs des gesamten Bestands an eigenen Aktien im ersten Halbjahr 2015 sind die ausstehenden Mitarbeiteraktienoptionen und die Mitarbeiteraktien nur durch das bedingte Aktienkapital (siehe Anmerkung 8) und nicht mehr länger durch

eigene Aktien gedeckt. Diese Änderung in der Finanzierung der Mitarbeiterbeteiligungspläne führt zu einem einmaligen Steuerertrag von CHF 0.8 Mio., wovon CHF 0.6 Mio. in der Erfolgsrechnung erfasst wurden und der Rest im Eigenkapital.

## 7 Vorräte

2010 schloss die Gruppe eine OEM-Vereinbarung mit einem global tätigen Diagnostikunternehmen ab, welche die Entwicklung und Lieferung eines dedizierten Diagnostikinstrumentes umfasst. Die damit verbundenen kundenspezifischen Entwicklungskosten werden derzeit in der Position «Vorräte» als Bestandteil der Produktionskosten aktiviert. Sie beliefen sich per Ende Juni 2015 auf CHF 127.0 Mio. (31. Dezember 2014: CHF 127.3 Mio.). Im Oktober 2014 kam die erste Version des

Instrumentes auf den Markt, und der Kunde ruft die Geräte mit individuellen Bestellungen ab. Die entsprechenden Entwicklungskosten werden in den Herstellkosten erfasst.

Weitere Informationen zu dieser wesentlichen Schätzunsicherheit und Annahme enthält Anmerkung 2.2.4 der konsolidierten Jahresrechnung 2014.

## 8 Eigenkapital und Mitarbeiterbeteiligungspläne

### 8.1 Dividendenausschüttung

|  | 2014       | 2015       |
|--|------------|------------|
| Anzahl der dividendenberechtigten Aktien | 11'098'831 | 11'238'250 |
| Dividendenausschüttung (CHF/Aktie)       | 1.50       | 1.50       |

### 8.2 Veränderung der ausstehenden Aktien

| Anzahl (jede Aktie hat einen Nennwert von CHF 0.10)                          | Ausgegebene Aktien | Eigene Aktien    | Ausstehende Aktien |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| Stand am 1. Januar 2014  | 11'444'576         | (362'840)        | 11'081'736         |
| Übertragung eigener Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen | –                  | 51'408           | 51'408             |
| Verkauf eigener Aktien   | –                  | 125              | 125                |
| <b>Stand am 30. Juni 2014</b>  | <b>11'444'576</b>  | <b>(311'307)</b> | <b>11'133'269</b>  |
| Stand am 1. Januar 2015  | 11'444'576         | (286'020)        | 11'158'556         |
| Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen       | 1'457              | –                | 1'457              |
| Übertragung eigener Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen | –                  | 36'689           | 36'689             |
| Verkauf eigener Aktien   | –                  | 249'331          | 249'331            |
| <b>Stand am 30. Juni 2015</b>  | <b>11'446'033</b>  | <b>–</b>         | <b>11'446'033</b>  |

### 8.3 Bedingtes Aktienkapital für die Mitarbeiterbeteiligungspläne

| Anzahl (jede Aktie hat einen Nennwert von CHF 0.10)                   | 2014           | 2015           |
|---|----------------|----------------|
| Stand am 1. Januar  | 858'636        | 858'636        |
| Ausgeübte Mitarbeiteraktienoptionen                                   | –              | (1'457)        |
| <b>Stand am 30. Juni</b>  | <b>858'636</b> | <b>857'179</b> |
| Mitarbeiteraktienoptionen und Mitarbeiteraktien, noch nicht geliefert | 306'996        | 303'029        |

## 8.4 Mitarbeiteraktionspläne

(Für Einzelheiten zu den Laufzeiten und wichtigsten Bedingungen siehe Anmerkung 10.4.1 der konsolidierten Jahresrechnung 2014.)

### Veränderung der Mitarbeiteraktionspläne:

| Mitarbeiteraktionspläne  | 2014           | 2015           |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Stand am 1. Januar       | 148'704        | 124'379        |
| Ausgeübt                 | (23'505)       | (7'199)        |
| Verwirkt und verfallen   | (5'638)        | (873)          |
| <b>Stand am 30. Juni</b> | <b>119'561</b> | <b>116'307</b> |
| Ausübbar Ende Dezember   | 46'242         | 50'915         |

## 8.5 Mitarbeiteraktionspläne (Performance-Share-Matching-Pläne [PSMP] und andere Aktienpläne)

(Für Einzelheiten zu den Laufzeiten und wichtigsten Bedingungen siehe Anmerkung 10.4.2 der konsolidierten Jahresrechnung 2014.)

### Veränderung der Mitarbeiteraktien:

| Mitarbeiteraktien (ohne freiwillige Beteiligung)   | 2014           | 2015           |
|--|----------------|----------------|
| Stand am 1. Januar   | 223'527        | 234'805        |
| Aktienplan – Verwaltungsrat – zugeteilte Aktien  | 3'151          | 2'902          |
| PSMP – erweiterte Konzernleitung – Aktien Erstzuteilung                                    | 17'394         | 18'457         |
| PSMP – erweiterte Konzernleitung – Aktien obligatorische Zuteilung                         | –              | 4'847          |
| PSMP – erweiterte Konzernleitung – maximal zugeteilte Matching Shares                      | 52'870         | 58'260         |
| PSMP – sonstiges Management – Aktien Erstzuteilung   | 2'902          | 2'270          |
| PSMP – sonstiges Management – maximal zugeteilte Matching Shares                           | 7'255          | 5'675          |
| Verwirkte Matching Shares  | (40'772)       | (62'855)       |
| Aktien, deren Sperrfrist aufgehoben wurde und die den Planteilnehmern zur Verfügung stehen | (7'085)        | (8'332)        |
| <b>Stand am 30. Juni</b>   | <b>259'242</b> | <b>256'029</b> |
| Davon erdient, aber bis zum Ende der Leistungsperiode gesperrt                             | 43'514         | 41'149         |

## 9 Umrechnungskurse Hauptwährungen

| CHF |   | Schlusskurse |            | Durchschnittskurse Januar bis Juni |      |
|-----|---|--------------|------------|------------------------------------|------|
|     |   | 31.12.2014   | 30.06.2015 | 2014                               | 2015 |
| EUR | 1 | 1.20         | 1.04       | 1.22                               | 1.06 |
| USD | 1 | 0.99         | 0.94       | 0.89                               | 0.95 |

Am 15. Januar 2015 hat die Schweizerische Nationalbank die Aufhebung des Mindestkurses von 1.20 Franken pro Euro bekanntgegeben. In der Folge gewann der Schweizer Franken erheblich an Wert.

## 10 Finanzinstrumente und Verkehrswertangaben

Die flüssigen und geldnahen Mittel beinhalten für die Zwecke der Geldflussrechnung flüssige und geldnahe Mittel gemäss Bilanz und Kontokorrentkredite im Rahmen von Bank-Pooling-Vereinbarungen (31. Dezember 2014: CHF 0.0 Mio.; 30. Juni 2015: CHF 0.2 Mio.), die in der Position «Kurzfristige Bankverbindlichkeiten und Derivate» enthalten sind.

### 10.1 Buchwerte und Verkehrswerte

|  | Buchwert                     |                       |   |                            |                |   |   |   |                         | Verkehrswert   |
|--|------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|----------------|---|---|---|-------------------------|----------------|
|  | Finanzanlagen                |                       |   |                            |                | Finanzverbindlichkeiten                         |   |   |                         |                |
|  | Flüssige und geldnahe Mittel | Kurzfristige Derivate | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | Langfristige Finanzanlagen | Total Aktiven  | Kurzfristige Bankverbindlichkeiten und Derivate | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten/Passive Rechnungsabgrenzungen | Langfristige Bankverbindlichkeiten und Derivate | Total Verbindlichkeiten |                |
| CHF 1,000  |                              |                       |   |                            |                |   |   |   |                         |                |
| <b>Finanzinstrumente zum Verkehrswert</b>                                |                              |                       |   |                            |                |   |   |   |                         |                |
| Devisenterminkontrakte   | –                            | 1'754                 | –   | –                          | <b>1'754</b>   | (6'410)   | –   | (1'765)   | <b>(8'175)</b>          | <b>(6'421)</b> |
| Devisenoptionskontrakte  | –                            | 70                    | –   | 15                         | <b>85</b>      | (794)   | –   | (219)   | <b>(1'013)</b>          | <b>(928)</b>   |
| <b>Finanzinstrumente zu fortgeführten Anschaffungskosten<sup>1</sup></b> |                              |                       |   |                            |                |   |   |   |                         |                |
| Flüssige und geldnahe Mittel   | 128'715                      | –                     | –   | –                          | <b>128'715</b> | –   | –   | –   | –                       | –              |
| Forderungen  | –                            | –                     | 96'549  | –                          | <b>96'549</b>  | –   | –   | –   | –                       | –              |
| Mietkautionen und sonstige Einlagen                                      | –                            | –                     | 443   | 777                        | <b>1'220</b>   | –   | –   | –   | –                       | –              |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                                       | –                            | –                     | –   | –                          | –              | (2'691)   | –   | –   | <b>(2'691)</b>          | –              |
| Bankkredite  | –                            | –                     | –   | –                          | –              | –   | –   | (3'321)   | <b>(3'321)</b>          | <b>(3'279)</b> |
| Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen                      | –                            | –                     | –   | –                          | –              | –   | (48'221)  | –   | <b>(48'221)</b>         | –              |
| <b>Überleitungspositionen<sup>2</sup></b>                                | –                            | –                     | 12'168  | –                          | <b>12'168</b>  | –   | (11'009)  | –   | <b>(11'009)</b>         | –              |
| <b>Stand am 31. Dezember 2014</b>  | <b>128'715</b>               | <b>1'824</b>          | <b>109'160</b>  | <b>792</b>                 | <b>240'491</b> | <b>(9'895)</b>                                  | <b>(59'230)</b>   | <b>(5'305)</b>                                  | <b>(74'430)</b>         | –              |

<sup>1</sup> Der Buchwert der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten Finanzinstrumente ist aufgrund ihrer kurzfristigen Natur eine vernünftige Annäherung an deren Verkehrswert. Bankkredite bilden aufgrund ihrer langfristigen Natur die einzige Ausnahme.

<sup>2</sup> Forderungen/Verbindlichkeiten, die sich aus der Methode «Gewinnrealisierung nach Leistungsfortschritt» (percentage of completion), MwSt./sonstigen nicht ertragsbezogenen Steuern sowie Sozialversicherungsbeiträgen ergeben.

|  | Buchwert                     |                       |   |                            |                         |   |   |   |                         | Verkehrswert   |
|--|------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|---|---|-------------------------|----------------|
|  | Finanzanlagen                |                       |   |                            | Finanzverbindlichkeiten |   |   |   |                         |                |
|  | Flüssige und geldnahe Mittel | Kurzfristige Derivate | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | Langfristige Finanzanlagen | Total Aktiven           | Kurzfristige Bankverbindlichkeiten und Derivate | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten/Passive Rechnungsabgrenzungen | Langfristige Bankverbindlichkeiten und Derivate | Total Verbindlichkeiten |                |
| CHF 1,000  |                              |                       |   |                            |                         |   |   |   |                         |                |
| <b>Finanzinstrumente zum Verkehrswert</b>                                |                              |                       |   |                            |                         |   |   |   |                         |                |
| Devisenterminkontrakte   | –                            | 900                   | –   | 473                        | <b>1'373</b>            | (2'523)   | –   | (157)   | <b>(2'680)</b>          | <b>(1'307)</b> |
| <b>Finanzinstrumente zu fortgeführten Anschaffungskosten<sup>1</sup></b> |                              |                       |   |                            |                         |   |   |   |                         |                |
| Flüssige und geldnahe Mittel   | 171'425                      | –                     | –   | –                          | <b>171'425</b>          | –   | –   | –   | –                       |                |
| Forderungen  | –                            | –                     | 72'365  | –                          | <b>72'365</b>           | –   | –   | –   | –                       |                |
| Mietkautionen und sonstige Einlagen                                      | –                            | –                     | 301   | 724                        | <b>1'025</b>            | –   | –   | –   | –                       |                |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                                       | –                            | –                     | –   | –                          | –                       | (2'908)   | –   | –   | <b>(2'908)</b>          |                |
| Bankkredite  | –                            | –                     | –   | –                          | –                       | –   | –   | (2'878)   | <b>(2'878)</b>          | <b>(2'841)</b> |
| Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen                      | –                            | –                     | –   | –                          | –                       | –   | (35'708)  | –   | <b>(35'708)</b>         |                |
| <b>Überleitungspositionen<sup>2</sup></b>                                | –                            | –                     | 9'024   | –                          | <b>9'024</b>            | –   | (11'003)  | –   | <b>(11'003)</b>         |                |
| <b>Stand am 30. Juni 2015</b>  | <b>171'425</b>               | <b>900</b>            | <b>81'690</b>   | <b>1'197</b>               | <b>255'212</b>          | <b>(5'431)</b>                                  | <b>(46'711)</b>   | <b>(3'035)</b>                                  | <b>(55'177)</b>         |                |

<sup>1</sup>Der Buchwert der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten Finanzinstrumente ist aufgrund ihrer kurzfristigen Natur eine vernünftige Annäherung an deren Verkehrswert. Bankkredite bilden aufgrund ihrer langfristigen Natur die einzige Ausnahme.

<sup>2</sup>Forderungen/Verbindlichkeiten, die sich aus der Methode «Gewinnrealisierung nach Leistungsfortschritt» (percentage of completion), MwSt./sonstigen nicht ertragsbezogenen Steuern sowie Sozialversicherungsbeiträgen ergeben.

## 10.2 Verwendete Bewertungstechniken

| Position                | Stufe   | Datenquelle | Modell   |
|-------------------------|---------|-------------|--|
| Devisenterminkontrakte  | Stufe 2 | Bloomberg   | (Terminkurs – [Kassakurs +/- Swappunkte]) * Betrag in Fremdwährung   |
| Devisenoptionskontrakte | Stufe 2 | Bloomberg   | Black-Scholes-Modell   |
| Bankkredite             | Stufe 2 | Bloomberg   | Der Verkehrswert wird durch Diskontierung der zukünftigen Geldflüsse mit dem aktuellen, für ähnliche Finanzinstrumente der Gruppe geltenden Marktzins berechnet. |

2014 und 2015 wurden zwischen den einzelnen Ebenen keine Verschiebungen vorgenommen.

## 11 Eventualverbindlichkeiten und Kaufverpflichtungen

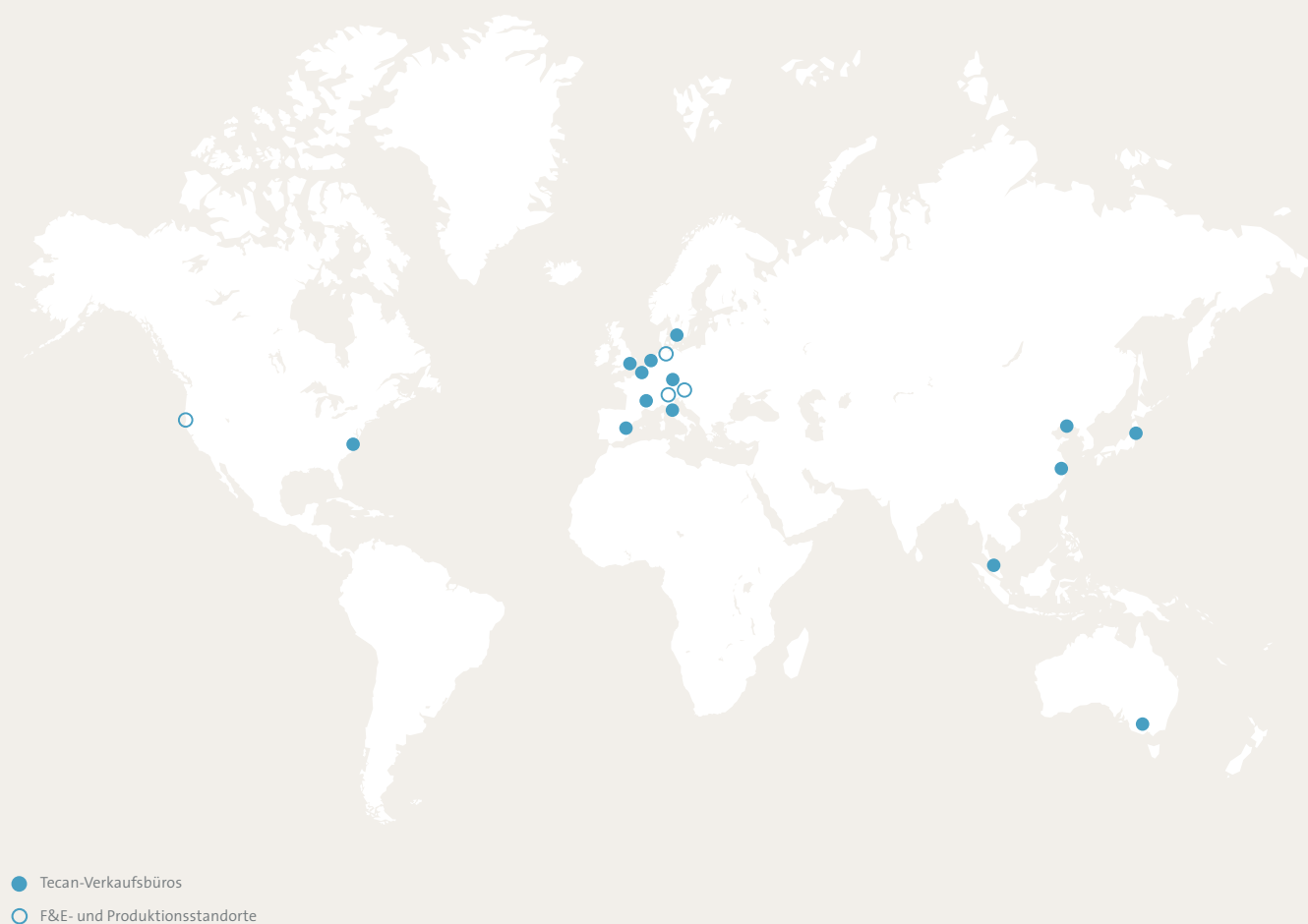
Bezüglich Eventualverbindlichkeiten und Kaufverpflichtungen gab es keine wesentlichen Änderungen.

## 12 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Zwischenabschlussstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten.



## Standorte und Kontakt



### Tecan Gruppe

#### Hauptsitz

Tecan Group AG  
Seestrasse 103  
8708 Männedorf  
Schweiz  
T +41 44 922 88 88  
F +41 44 922 88 89

### Produktions- und Entwicklungsstandorte

Tecan Schweiz AG  
Seestrasse 103  
8708 Männedorf  
Schweiz  
T +41 44 922 81 11  
F +41 44 922 81 12

Tecan Austria GmbH  
Untersbergstrasse 1a  
5082 Grödig/Salzburg  
Österreich  
T +43 62 46 89 33  
F +43 62 46 72 770

Tecan Systems, Inc.  
2450 Zanker Road  
San Jose  
CA 95131, USA  
T +1 408 953 3100  
F +1 408 953 3101

IBL International GmbH  
Flughafenstr. 52a  
22335 Hamburg  
Deutschland  
T +49 40 532 891 0  
F +49 40 532 891 11

### Verkaufs- und Servicestandorte

Australien +61 7 3897 1616  
Belgien +32 15 42 13 19  
China +86 21 2898 6333  
Deutschland +49 79 51 94 170  
England +44 118 9300 300  
Frankreich +33 4 72 76 04 80  
Italien +39 02 92 44 790  
Japan +81 44 556 73 11  
Niederlande +31 18 34 48 17 4

Österreich +43 62 46 89 330  
Schweden +46 31 75 44 000  
Schweiz +41 44 922 81 11  
Singapur +65 644 41 886  
Spanien +34 93 490 01 74  
USA +1 919 361 5200  
ROW +41 44 922 81 25

---

## Impressum

### Herausgeberin

Tecan Group AG  
Seestrasse 103  
CH-8708 Männedorf  
Schweiz  
T+41(0)449228430  
F+41(0)449228889  
investor@tecan.com  
www.tecan.com

### Projektleitung / Redaktion

Tecan Group AG, Männedorf  
Martin Brändle  
Vice President, Communications  
& Investor Relations

### Designkonzept und Realisation

W4 Marketing AG, Zürich

### Fotos

Guenter Bolzern, Zürich

### Übersetzung

CLS Communication AG, Zürich/Basel

Alle Aussagen dieses Berichts, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen Leistungen bieten. Sie beinhalten Risiken und Unsicherheiten betreffend zukünftige, aber nicht beschränkt auf zukünftige globale Wirtschaftsbedingungen, Devisenkurse, gesetzliche Vorschriften, Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie andere Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Dieser Geschäftsbericht liegt in englischer und deutscher Sprache vor und ist auch auf der Website [www.tecan.com](http://www.tecan.com) abrufbar. Für den Finanzbericht ist die englische Fassung massgebend.

**Tecan Group AG**

Seestrasse 103

CH-8708 Männedorf

Schweiz

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