

Empowering the Century of Biology.



A photograph of a laboratory setting. In the foreground, a black pipette tip is positioned over a test tube containing a red liquid. Behind it, several other test tubes are visible, some containing yellow, orange, and green liquids. The background is blurred, showing more laboratory equipment and a blue surface.

Inhalt.

3	Brief an die Aktionäre
6	Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung
7	Konsolidierte Bilanz
8	Konsolidierte Geldflussrechnung
9	Konsolidierter Eigenkapitalnachweis
10	Anhang zum verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss
22	Global



Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Der Umsatz von Tecan erhöhte sich im laufenden Geschäftsjahr erneut deutlich. Dabei verzeichnete das Life Sciences Business einen besonders erfreulichen Geschäftsgang. Hervorzuheben ist unter anderem die sehr gute Nachfrage im Instrumentengeschäft, getrieben von unserer führenden Fluent-Automationslösung. Im Partnering Business verzeichnete das Komponentengeschäft ebenfalls ein hohes Wachstum.

Innovation bleibt auch in Zukunft ein wesentlicher Umsatztreiber. In zwei unserer Kernmärkte, der Genomik und der Zellbiologie, haben wir im ersten Halbjahr je eine wegweisende Produktplattform im Markt eingeführt. Mit dem NGS DreamPrep bieten wir unseren Kunden in der Life-Science-Forschung eine integrierte und vollautomatisierte Probenvorbereitungslösung für die Gensequenzierung, inklusive der hoch innovativen Reagenzien von Tecan Genomics. Die neue Reader-Plattform Spark Cyto in unserem Detektionsgeschäft ermöglicht Labors mit ihren zusätzlichen Imaging-Funktionalitäten neuartige Analysen von Zellen in Echtzeit. Wir freuen uns sehr über das grosse Interesse, das die beiden Produkte seit ihrer Vorstellung gefunden haben.

FINANZRESULTATE FÜR DAS ERSTE HALBJAHR 2019

Der Auftragseingang erhöhte sich im ersten Halbjahr 2019 um 4.2% auf CHF 310.6 Mio. (H1 2018: CHF 298.1 Mio.) und überstieg damit erneut die in der Berichtsperiode realisierten Umsätze. In Lokalwährungen entspricht dies einem Anstieg von 4.5%. Auf organischer Basis, ohne die Hinzurechnung der zwei zuletzt getätigten Akquisitionen, stieg der Auftragseingang in Lokalwährungen um 2.7% bzw. um 2.4% in Schweizer Franken.

Der Auftragsbestand per 30. Juni 2019 erhöhte sich erneut deutlich. Die zweistellige Wachstumsrate war hierbei von beiden Geschäftssegmenten getragen.

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 8.4% in Lokalwährungen bzw. 8.3% in Schweizer Franken auf CHF 296.1 Mio. (H1 2018: CHF 273.5 Mio.). Das organische Umsatzwachstum lag bei 6.3% in Lokalwährungen bzw. 6.2% in Schweizer Franken. Im Unterschied zum Vorjahr war das Wachstum in dieser Berichtsperiode durch eine zweistellige Umsatzsteigerung im Geschäftssegment Life Sciences Business getrieben. Das Geschäftssegment Partnering Business verzeichnete wie erwartet nur einen niedrigen Umsatzzuwachs, dies nach einem Wachstum in Lokalwährungen von über 16% in der Vorjahresperiode.

Die wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien stiegen im ersten Halbjahr 2019 um 7.0% in Lokalwährungen bzw. um 7.3% in Schweizer Franken. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze erreichte damit 44.4% am Gesamtumsatz (H1 2018: 44.8%).

Das ausgewiesene Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; EBITDA) erhöhte sich im Berichtszeitraum auf CHF 49.3 Mio. (H1 2018: CHF 48.1 Mio.). Die EBITDA-Marge erreichte 16.6% des Umsatzes, inklusive aller akquisitionsbedingten Kosten in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags in Schweizer Franken (H1 2018: 17.6%). Hingegen lag die auf mit der Vorjahresperiode vergleichbarer Basis berechnete EBITDA-Marge im ersten Halbjahr 2019 bei einem gleich hohen Wert wie in der ersten Jahreshälfte 2018. Die ausgewiesene EBITDA-Marge der Berichtsperiode wurde dabei um einen in der Summe mangelnden Netto-Effekt bereinigt, der sich aus mehreren Einflussfaktoren zusammensetzt: Die akquisitionsbedingten Kosten von NuGen und zu einem geringeren Teil die einmalig auftretenden zusätzlichen Kosten durch den CEO-Wechsel wirkten sich jeweils negativ aus. Einen wiederkehrend positiven Effekt hingegen generiert das Inkraft-

treten der neuen Rechnungslegungsvorschrift IFRS 16 (Leasingverhältnisse); ebenso leistete die zuletzt abgeschlossene Akquisition eines Zulieferers einen leicht positiven Beitrag. Integrationskosten für abgeschlossene Akquisitionen fielen dabei in beiden Perioden in vergleichbarer Höhe an.

Der ausgewiesene Periodengewinn lag im ersten Halbjahr 2019 somit bei CHF 25.3 Mio. (H1 2018: CHF 29.2 Mio.). Gewinnmindernd wirkten sich hierbei vor allem die akquisitionsbedingten Kosten aus. Die Gewinnmarge belief sich somit im Berichtszeitraum auf 8.6% des Umsatzes (H1 2018: 10.7%) und der Gewinn pro Aktie auf CHF 2.14 (H1 2018: CHF 2.49).

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit erreichte CHF 36.0 Mio. (H1 2018: CHF 38.4 Mio.). Damit entsprach der operative Geldzufluss im ersten Halbjahr 2019 12.1% des Umsatzes (H1 2018: 14.0%).

INFORMATIONEN NACH GESCHÄFTSSEGMENTEN

LIFE SCIENCES BUSINESS (ENDKUNDENGESCHÄFT)

Im ersten Halbjahr 2019 stieg der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business um 15.5% und erreichte CHF 162.4 Mio. (H1 2018: CHF 140.5 Mio.); in Lokalwährungen lag der Umsatz um 15.7% über dem Vorjahreswert. Auch auf organischer Basis, d.h. ohne Berücksichtigung des Umsatzes von NuGEN, jetzt Tecan Genomics, erhöhte sich der Halbjahresumsatz mit einem Zuwachs von 12.0% in Lokalwährungen deutlich. Das Instrumentengeschäft, insbesondere Verkäufe der Fluent-Automationsplattform, verzeichnete dabei ein besonders starkes Wachstum.

Auch der Auftragseingang im Life Sciences Business zeigte weiterhin ein gutes Wachstum. In der Folge erhöhte sich der Auftragsbestand erneut mit einer zweistelligen Rate.

Das Betriebsergebnis des Segments (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) stieg trotz der akquisitionsbedingten Kosten auf CHF 19.0 Mio. (H1 2018: CHF 18.1 Mio.). Die Betriebsrendite lag bei 11.2% des Umsatzes (H1 2018: 12.2%).

PARTNERING BUSINESS (OEM-GESCHÄFT)

Das Geschäftssegment Partnering Business erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von CHF 133.7 Mio. (H1 2018: CHF 133.0 Mio.). Dies entspricht einem leichten Wachstum von 0.6% in Lokalwährungen wie auch in Schweizer Franken. Das organische Umsatzwachstum lag bei 0.2% in Lokalwährungen. Nachdem das Segment in der Vorjahresperiode ein besonders hohes Wachstum von 16.1% in Lokalwährungen erzielt hatte, war für das erste Semester 2019 eine niedrigere Umsatzzunahme erwartet worden.

Dank einem soliden Wachstum beim Auftragseingang erhöhte sich der Auftragsbestand auch im Partnering Business mit einer zweistelligen Rate.

Das Betriebsergebnis des Segments (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) lag bei CHF 25.0 Mio. (H1 2018: CHF 25.6 Mio.) und die Betriebsrendite bei 18.6% des Umsatzes (H1 2018: 19.1%).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

REGIONALE ENTWICKLUNG

In Europa erhöhte Tecan den Umsatz in der ersten Jahreshälfte 2019 in Lokalwährungen trotz der hohen Vergleichsbasis um 3.4% und in Schweizer Franken um 1.8%. In der Vorjahresperiode war hier ein besonders starkes Wachstum von 19.9% in Lokalwährungen erzielt worden. Dieses war insbesondere im Geschäftssegment Partnering Business erfolgt, weswegen der Segmentumsatz in der Berichtsperiode erwartungsgemäss den Vorjahreswert nicht ganz erreichte. Hingegen verzeichnete das Geschäftssegment Life Sciences Business, auf Basis des hohen Auftragsbestands aus dem Vorjahr, in Europa ein hohes Wachstum.

In Nordamerika stieg der Umsatz in der ersten Jahreshälfte 2019 in Lokalwährungen um 14.0% und in Schweizer Franken um 16.9%. Besonders dynamisch entwickelte sich das Life Sciences Business, das in dieser Region ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 23.5% erzielte.

In Asien erreichte Tecan ein Umsatzplus von 11.8% in Lokalwährungen und 9.2% in Schweizer Franken. Beide Segmente trugen mit einem guten Geschäftsgang zum Umsatzzuwachs in der Region bei. Dabei lag der Umsatzanstieg in China über dem Wachstum der Gesamtregion Asien.

OPERATIVE LEISTUNGEN IN DER ERSTEN JAHRESHÄLFTE 2019

Bei der Umsetzung der umfassenden Genomik-Strategie erzielte Tecan in der ersten Jahreshälfte gute Fortschritte. So wurde nur wenige Monate nach der Akquisition von NuGen Technologies NGS DreamPrep™ im Markt eingeführt. NGS DreamPrep, eine integrierte und vollautomatisierte Probenvorbereitungslösung für die Gensequenzierung (NGS, Next-Generation Sequencing) in der Life-Science-Forschung, kombiniert die hohe Produktivität und Präzision der Fluent-Automationsplattform mit den innovativen Reagenzien von Tecan Genomics (ehemals NuGen). Der Einsatz dieser innovativen Lösung kann dazu beitragen, den typischen Probendurchsatz eines Labors zu verdoppeln.

Zudem wurde im Juni die Reader-Plattform Spark® Cyto für Anwendungen in der Zellbiologie auf einer grossen Fachmesse

im Markt eingeführt. Der Spark Cyto Multimode-Mikroplatten-Reader ermöglicht mit seinen zusätzlichen Imaging-Funktionalitäten, dass Labors in der Life-Science-Forschung die Entwicklung von Zellen in Echtzeit über einen langen Zeitraum bei vollständig kontrollierten Umweltparametern hinweg verfolgen können. Zu den besonderen Eigenschaften des innovativen Instruments gehört auch, dass Messungen bei zuvor festgelegten Ereignissen automatisiert ablaufen. Ebenso können weitere Prozessschritte auf Basis der ausgewerteten Bilddaten automatisch durchgeführt werden, wie beispielsweise die Zugabe von chemischen Substanzen, welche die Entwicklung oder das Überleben der Zellen beeinflussen.

Im März haben die Tecan Group AG und QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) eine Zusammenarbeit zur Verbesserung der Probenverarbeitung für den Diagnosetest QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) von QIAGEN bekannt gegeben. QIAGEN ist ein weltweit führender Anbieter von «Sample to Insight»-Lösungen für die molekulare Diagnostik und Life Sciences. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit soll die Fluent-Automationslösung von Tecan für die Aliquotierung von Proben für den optionalen Lithium-Heparin-Einrohr-Workflow eingesetzt werden. Die Division Life Sciences Business von Tecan wird die Labore dabei direkt mit den Fluent-Geräten beliefern.

Bei verschiedenen Entwicklungsprojekten im Partnering Business erzielte Tecan im ersten Halbjahr 2019 gute Fortschritte. Verschiedene neue Instrumentenplattformen sollen von den jeweiligen Partnern noch in der zweiten Jahreshälfte im Markt eingeführt werden. Im Juni wurde zudem erstmals ein bereits laufendes Entwicklungsprogramm mit The Binding Site Group (Birmingham, Grossbritannien) bekannt gegeben. Beide Unternehmen entwickeln gemeinsam, auf Basis von Tecans Fluent-Plattform, eine automatisierte Lösung für The Binding Site, bei der die Massenspektrometrie zur Diagnose von Blutkrebs eingesetzt werden soll.

Im Juni hat Tecan die Akquisition eines seit langer Zeit bestehenden Zulieferers von wichtigen Bauteilen erfolgreich abgeschlossen. Ziel ist, die Fertigung von wichtigen maschinell bearbeiteten Präzisionsbauteilen vertikal zu integrieren. Mit zwei Produktionsstätten, einer in Kalifornien (USA) und einer in Vietnam, wird Tecan zum einen von der langfristigen Bereitstellung von qualitativ hochwertigen präzisionsbearbeiteten Bauteilen profitieren können. Zum anderen ermöglicht die interne Belieferung auch Kosteneinsparungen. Tecan war der grösste Kunde dieses Zulieferers und für einen bedeutenden Anteil seines Umsatzes verantwortlich. Seit dem 1. Juni 2019 wird der Zulieferer in der Jahresrechnung der Tecan Group im Geschäftssegment Partnering Business konsolidiert.

GESUNDE BILANZ – HOHE EIGENKAPITALQUOTE

Zum 30. Juni 2019 lag die Eigenkapitalquote von Tecan bei 68.1% (31. Dezember 2018: 71.4%). Die Nettoliquidität (Flüssige Mittel und Anlagen abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) erreichte CHF 264.5 Mio. (30. Juni 2018: CHF 284.1 Mio.; 31. Dezember 2018: CHF 289.6 Mio.), obwohl der Kaufpreis für die Akquisition eines Zulieferers in der ersten Jahreshälfte vollständig in bar bezahlt wurde (Netto-Geldabfluss von CHF 21.2 Mio.).

An der ordentlichen Generalversammlung der Tecan Group vom 16. April 2019 stimmten die Aktionäre einer Erhöhung der Dividende von CHF 2.00 auf CHF 2.10 je Aktie zu. Die Auszahlung der Dividende von insgesamt CHF 24.8 Mio. erfolgte per 24. April 2019.

AUSBLICK FÜR DAS GESAMTJAHR 2019 BESTÄTIGT

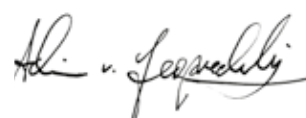
Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet Tecan weiterhin ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Durch die kürzlich abgeschlossene Akquisition eines Zulieferers werden zusätzliche Umsätze an Dritte nur im niedrigen bis mittleren einstelligen Millionenbereich in Schweizer Franken erwartet. Weitere mögliche Akquisitionen im Laufe des restlichen Jahres schliesst diese Prognose nicht mit ein.

Tecan erwartet auch weiterhin, die für das Geschäftsjahr 2019 ausgewiesene EBITDA-Marge auf rund 19% des Umsatzes zu steigern. Zusätzlich sollte sich die Akquisition des Zulieferers leicht positiv auf die prognostizierte EBITDA-Marge für 2019 auswirken.

Die Erwartungen zur Profitabilität basieren auf prognostizierten Durchschnittskursen für das Gesamtjahr 2019, wonach ein Euro CHF 1.14 entspricht (2018: 1.15) und ein US-Dollar CHF 0.99 (2018: 0.96). Auch diese Erwartungen enthalten keine Beiträge oder Kosten aus weiteren Akquisitionen.



**DR. LUKAS
BRAUNSCHWEILER**
Chairman of the Board



**DR. ACHIM
VON LEOPRECHTING**
Chief Executive Officer

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG

Januar bis Juni, CHF 1'000	Anhang	2018	2019
Umsatz	4/5	273'481	296'120
Kosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen		(144'958)	(155'145)
Bruttogewinn		128'523	140'975
Verkauf und Marketing		(42'315)	(46'891)
Forschung und Entwicklung		(22'037)	(29'550)
Administration und Verwaltung		(26'103)	(31'544)
Sonstiger Betriebsertrag		42	270
Sonstiger Betriebsaufwand		(305)	(275)
Betriebsergebnis	5	37'805	32'985
Finanzertrag		26	14
Finanzaufwand		(370)	(790)
Nettofremdwährungsverluste		(2'691)	(2'106)
Finanzergebnis		(3'035)	(2'882)
Gewinn vor Steuern		34'770	30'103
Ertragssteuern		(5'594)	(4'765)
Periodengewinn, den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbar		29'176	25'338
Gewinn pro Aktie			
Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)		2.49	2.14
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)		2.46	2.13

KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Januar bis Juni, CHF 1'000	Anhang	2018	2019
Periodengewinn		29'176	25'338
<i>Sonstige Ergebnisse</i>			
Veränderung des Verkehrswerts einer nicht börsenkotierten Beteiligung	10.3	-	(1'000)
Zugehörige Ertragssteuern		-	78
Neubemessung der netto leistungsorientierten Vorsorgeverpflichtung		6'616	(11'886)
Zugehörige Ertragssteuern		(1'092)	1'973
Positionen, die nicht in die Erfolgsrechnung umklassiert werden, nach Ertragssteuern		5'524	(10'835)
Umrechnungsdifferenzen	9	176	(2'058)
Zugehörige Ertragssteuern		34	31
Positionen, die nachträglich in die Erfolgsrechnung umklassiert werden können, nach Ertragssteuern		210	(2'027)
<i>Sonstige Ergebnisse [Gewinn/(Verlust)], nach Ertragssteuern</i>		5'734	(12'862)
Gesamtergebnis der Periode, den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbar		34'910	12'476

KONSOLIDIERTE BILANZ**AKTIVEN**

CHF T'000	Anhang	31.12.2018	30.06.2019
Flüssige und geldnahe Mittel		296'845	269'701
Kurzfristige Derivate		977	768
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		105'443	100'920
Vertragsvermögenswerte		2'405	2'066
Sonstige Forderungen		13'304	15'744
Vorräte	7	171'709	174'641
Guthaben aus laufenden Ertragssteuern		1'467	3'387
Aktive Rechnungsabgrenzungen		3'898	5'712
Umlaufvermögen		596'048	572'939
Langfristige Finanzanlagen	10	5'105	4'050
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien		3'650	3'539
Sachanlagen		25'053	30'107
Vermögenswerte aus Nutzungsrechten	2.2	-	46'606
Immaterielle Vermögenswerte und Goodwill		209'126	222'024
Latente Steuerguthaben		18'689	20'816
Anlagevermögen		261'623	327'142
Aktiven		857'671	900'081

PASSIVEN

CHF T'000	Anhang	31.12.2018	30.06.2019
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10	9'945	18'316
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		14'385	10'535
Sonstige Verbindlichkeiten		15'130	20'172
Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten		37'392	36'901
Verbindlichkeiten aus laufenden Ertragssteuern		15'474	16'910
Passive Rechnungsabgrenzungen		51'833	40'605
Kurzfristige Rückstellungen		19'311	17'306
Kurzfristige Verbindlichkeiten		163'470	160'745
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10	1'588	37'431
Langfristige Vertragsverbindlichkeiten		34'799	31'887
Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses		34'091	46'716
Langfristige Rückstellungen		4'721	4'606
Latente Steuerschulden		6'593	6'048
Langfristige Verbindlichkeiten		81'792	126'688
Total Verbindlichkeiten		245'262	287'433
Aktienkapital		1'177	1'185
Kapitalreserven		38'861	40'023
Gewinnreserven		602'820	603'916
Umrechnungsdifferenzen		(30'449)	(32'476)
Eigenkapital	8	612'409	612'648
Passiven		857'671	900'081

KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG

Anhang	2018	2019
Januar bis Juni, CHF 1'000		
Periodengewinn	29'176	25'338
Anpassungen für		
Abschreibungen	10'301	16'314
Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses	1'290	(2'100)
Zinsertrag	(26)	(14)
Zinsaufwand	230	587
Ertragssteuern	5'594	4'765
Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente	7'969	10'762
Anpassung des Verkehrswerts bedingter Kaufpreiszahlungen	210	-
Sonstige nicht geldwirksame Posten	(723)	(180)
Veränderung des Umlaufvermögens		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14'649	5'592
Vorräte	7	(7'004)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(715)	(3'963)
Vertragsverbindlichkeiten	(298)	(3'116)
Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto)	(13'364)	(11'798)
Entrichtung einer bedingten Kaufpreiszahlung	3.2	(290)
Bezahlte Ertragssteuern	(8'637)	(5'306)
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit	38'362	35'969
Erwerb einer nicht börsenkotierten Beteiligung	10.3	(4'000)
Erhaltene Zinsen	26	14
Übernahme von DCPM/PMAS, abzüglich erworbener flüssiger Mittel	3.1	-
Entrichtung einer bedingten Kaufpreiszahlung	3.2	(4'546)
Kauf von Sachanlagen	(5'077)	(4'712)
Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen	30	38
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	(7'221)	(6'635)
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit	(20'788)	(36'721)
Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen	1'863	1'170
Dividendenausschüttung	8.2	(23'462)
Zahlung von Leasingverbindlichkeiten	-	(4'860)
Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Kreditfazilitäten	(2'397)	2'299
Aufnahme von Bankkrediten	-	568
Rückzahlung von Hypotheken und Abwicklung von Zinsderivaten (zur Veräusserung gehalten)	(1'537)	-
Bezahlte Zinsen	(230)	(430)
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(25'763)	(26'088)
Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln	(159)	(303)
Abnahme flüssiger und geldnahe Mittel	(8'348)	(27'143)
Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar	309'412	296'836
Flüssige und geldnahe Mittel am 30. Juni	301'064	269'693

KONSOLIDierter EIGENKAPITALNACHWEIS

	Anhang	Aktien- kapital	Kapital- reserven	Gewinn- reserven	Umrechnungs- differenzen	Total Eigenkapital
Januar bis Juni, CHF 1'000						
Stand am 1. Januar 2018		1'166	36'418	541'576	(29'039)	550'121
Periodengewinn		-	-	29'176	-	29'176
Sonstige Ergebnisse (Gewinn), nach Ertragssteuern		-	-	5'524	210	5'734
Gesamtergebnis der Periode		-	-	34'700	210	34'910
Dividendenausschüttung		-	-	(23'462)	-	(23'462)
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen		10	1'854	-	-	1'864
Anteilsbasierte Vergütungen, nach Ertragssteuern		-	-	8'525	-	8'525
Summe der Einlagen von Eigentümern und Ausschüttungen an Eigentümer	8	10	1'854	(14'937)	-	(13'073)
Stand am 30. Juni 2018		1'176	38'272	561'339	(28'829)	571'958
Stand am 31. Dezember 2018, wie zuvor berichtet		1'177	38'861	602'820	(30'449)	612'409
Anpassung aufgrund der Einführung von IFRS 16, nach Ertragssteuern	2.2.1	-	-	p.m.	-	-
Angepasster Stand am 1. Januar 2019		1'177	38'861	602'820	(30'449)	612'409
Periodengewinn		-	-	25'338	-	25'338
Sonstige Ergebnisse (Verlust), nach Ertragssteuern		-	-	(10'835)	(2'027)	(12'862)
Gesamtergebnis der Periode		-	-	14'503	(2'027)	12'476
Dividendenausschüttung		-	-	(24'835)	-	(24'835)
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen		8	1'162	-	-	1'170
Anteilsbasierte Vergütungen, nach Ertragssteuern		-	-	11'428	-	11'428
Summe der Einlagen von Eigentümern und Ausschüttungen an Eigentümer	8	8	1'162	(13'407)	-	(12'237)
Stand am 30. Juni 2019		1'185	40'023	603'916	(32'476)	612'648

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 Aktiengesellschaft, deren Anteile 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 2019. Der Abschluss wurde in Übereinstimmung mit IAS 34 «Zwischenberichterstattung» erstellt und sollte in Verbindung mit der konsolidierten Jahresrechnung 2018 der Gruppe gelesen werden, da er eine Aktualisierung früher veröffentlichter Informationen darstellt. Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss wurde am 8. August 2019 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 verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses beeinflussen. Falls zu einem späteren Zeitpunkt derartige Annahmen und Einschätzungen von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen, 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. Die Schweiz setzt zurzeit die Unternehmenssteuerreform auf Bundesebene um, die per 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Zudem wird auch im Kanton Zürich mit einer Volksabstimmung im Herbst das Steuerrecht angepasst, um die Veränderungen auf Bundesebene zu berücksichtigen und auszugleichen. Die Auswirkungen der Schweizer Steuerreform auf die Situation der Gruppe werden in diesem Zwischenabschluss nicht berücksichtigt, da die Änderung des kantonalen Steuerrechts noch nicht offiziell feststeht.

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 2019 – den Grundsätzen der Rechnungslegung, die der konsolidierten Jahresrechnung 2018 zugrunde lagen:

Standard/Ausführungsbestimmung¹

IAS 19 (ergänzt) «Leistungen an Arbeitnehmer»
- Kürzung oder Abgeltung

IAS 28 (ergänzt) «Anteile an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures» - Langfristige Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

IFRS 9 (ergänzt) «Finanzinstrumente»
- Vorfälligkeitsregelungen mit negativer Ausgleichsleistung

IFRS 16 «Leasingverhältnisse»

IFRIC 23 «Unsicherheit bezüglich der ertragssteuerlichen Behandlung»

Jährliche Verbesserungen der IFRS 2015-2017

¹ IAS = International Accounting Standards, IFRS = International Financial Reporting Standards, IFRIC = Ausführungsbestimmungen gemäss dem IFRS Interpretations Committee (ehemals International Financial Reporting Interpretations Committee)

Die Auswirkungen dieser Änderungen auf die konsolidierte Jahresrechnung sind nachstehend aufgeführt:

2.2.1 IFRS 16 «LEASINGVERHÄLTNISSE»

a) Einfluss der Einführung des neuen Standards

Mit IFRS 16 wurde ein einheitliches Bilanzierungsmodell für Leasingnehmer eingeführt. Als Folge davon hat die Gruppe als Leasingnehmer ihre Vermögenswerte aus Nutzungsrechten (Right-of-Use Assets), die ihre Rechte zur Nutzung der zugrunde liegenden Vermögenswerte darstellen, und ihre Leasingverbindlichkeiten, die ihre Verpflichtung zur Leistung von Leasingzahlungen darstellen, bilanzwirksam erfasst. Die Bilanzierung als Leasinggeber erfolgt weiterhin ähnlich wie nach den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Die Gruppe hat für die Einführung vom IFRS 16 den modifizierten rückwirkenden Ansatz gewählt, wonach der kumulative Effekt der Erstanwendung per 1. Januar 2019 in den Gewinnrücklagen erfasst wird. Dementsprechend wurden die Vergleichsinformationen für 2018 nicht angepasst, d.h. sie werden, wie zuvor berichtet, gemäss IAS 17 «Leasingverhältnisse» und den entsprechenden Ausführungsbestimmungen dargestellt. Die Einzelheiten zu Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Folgenden erläutert.

	31.12.2018 In Anmerkung 27.2 des Geschäftsberichts 2018 offengelegt	01.01.2019 In der Bilanz erfasst
CHF T'000		
Total offengelegte Verpflichtungen aus Operating-Lease-Verträgen nach IAS 17	32'686	32'686
<i>Erläuterung der Differenz zwischen offengelegt und erfasst:</i>		
Diskontierung mit dem Grenzfremdkapitalzinssatz per 1. Januar 2019		(1'655)
Abzüglich Erfassungsbefreiung für kurzfristige Leasingverhältnisse		(26)
Anpassungen aufgrund der unterschiedlichen Behandlung von Verlängerungs- und Kündigungsoptionen		17'622
Total erfasste Leasingverbindlichkeiten nach IFRS 16		48'627
<i>Davon enthalten in Position:</i>		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		9'496
Langfristige Finanzverbindlichkeiten		39'130
Vermögenswerte aus Nutzungsrechten		
Immobilien		45'313
Büroausstattung		61
Fahrzeuge		3'253
Total erfasste Vermögenswerte aus Nutzungsrechten nach IFRS 16		48'627

Bei der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 wurden die Leasingverbindlichkeiten mit dem Barwert der verbleibenden Leasingzahlungen bewertet, diskontiert mit dem Grenzfremdkapitalzinssatz des Leasingnehmers per 1. Januar 2019. Der gewichtete durchschnittliche Grenzfremdkapitalzinssatz des Leasingnehmers lag am 1. Januar 2019 bei 1.1%. Die entsprechenden Vermögenswerte aus Nutzungsrechten wurden in Höhe der Leasingverbindlichkeit bewertet, angepasst um vorausgezahlte oder aufgelaufene Leasingzahlungen.

Bei der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 hat die Gruppe folgende praktische Behelfe genutzt, die der Standard erlaubt:

- den Ausschluss anfänglicher direkter Kosten für die Bewertung des Vermögenswerts aus Nutzungsrechten zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung und

- die rückblickende Betrachtung bei der Bestimmung der Laufzeit des Leasingverhältnisses, wenn der Vertrag Optionen zur Verlängerung oder Kündigung des Leasingverhältnisses enthält.

Die Gruppe hat sich ferner dafür entschieden, zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung nicht zu überprüfen, ob ein Vertrag ein Leasingverhältnis darstellt oder enthält. Stattdessen hat sich die Gruppe bei Verträgen, die vor dem Umstellungsdatum abgeschlossen wurden, auf ihre Einschätzung gemäss IAS 17 und IFRIC 4 «Beurteilung, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhältnis enthält» gestützt.

b) Neue Grundsätze der Rechnungslegung

Für Leasingverhältnisse wurden nach der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 folgende Grundsätze der Rechnungslegung angewandt:

Rechnungslegungselement	Angewandte Grundsätze der Rechnungslegung
Beginn des Leasingverhältnisses	Die Gruppe erfasst einen Vermögenswert aus dem Nutzungsrecht und eine Leasingverbindlichkeit an dem Tag, an dem der zugrunde liegende Vermögenswert zur Nutzung verfügbar ist (Beginn des Leasingverhältnisses).
Laufzeit des Leasingverhältnisses, Verlängerungs- und Kündigungsoptionen	Die Gruppe bestimmt die Laufzeit des Leasingverhältnisses als die nicht kündbare Laufzeit des Leasingverhältnisses zusammen mit allen Zeiträumen, die unter eine Option zur Verlängerung des Leasingverhältnisses fallen, wenn hinreichend sicher ist, dass diese ausgeübt wird, oder mit allen Zeiträumen, die unter eine Option zur Kündigung des Leasingverhältnisses fallen, wenn hinreichend sicher ist, dass diese nicht ausgeübt wird. Zu diesem Zweck wird die nicht kündbare Laufzeit des Leasingverhältnisses mit einer internen Benchmark-Leasinglaufzeit verglichen. Eine optionale Laufzeit, die nach dieser Benchmark-Leasinglaufzeit beginnt, wird in der Regel nicht berücksichtigt. Für Optionereignisse, die früher stattfinden, prüft das Management die Umstände im Einzelfall.
Vermögenswerte aus Nutzungsrechten	Vermögenswerte aus Nutzungsrechten (Right-of-Use Assets) werden bei der erstmaligen Bewertung mit den Anschaffungskosten und danach mit den Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen und Wertminderungen bewertet und um eine mögliche Neubewertung der Leasingverbindlichkeit bereinigt. Die Anschaffungskosten von Vermögenswerten aus Nutzungsrechten umfassen den Betrag der erfassten Leasingverbindlichkeiten, alle zu Beginn des Leasingverhältnisses oder davor geleisteten Leasingzahlungen abzüglich erhaltener Leasinganreize, alle anfänglichen direkten Kosten und die Kosten für Wiederherstellung. Sofern die Gruppe nicht hinreichend sicher ist, dass sie am Ende der Laufzeit des Leasingverhältnisses das Eigentum am Leasinggegenstand erwirbt, werden die erfassten Vermögenswerte aus Nutzungsrechten linear über die geschätzte Nutzungsdauer, höchstens aber über die Laufzeit des Leasingverhältnisses abgeschrieben.
Leasingverbindlichkeiten	Zu Beginn des Leasingverhältnisses erfasst die Gruppe Leasingverbindlichkeiten zum Barwert der über die Laufzeit des Leasingverhältnisses zu leistenden Leasingzahlungen (ohne Nicht-Leasingkomponenten). Die Leasingzahlungen beinhalten feste Zahlungen abzüglich etwaiger Anreizforderungen, variable Leasingzahlungen, die von einem Index oder Satz abhängen, und Beträge, die voraussichtlich im Rahmen von Restwertgarantien zu zahlen sind. Zudem beinhalten die Leasingzahlungen den Ausübungspreis einer Kaufoption, die mit hinreichender Sicherheit von der Gruppe ausgeübt wird, und Strafzahlungen für die Kündigung eines Leasingverhältnisses, wenn die Laufzeit des Leasingverhältnisses die Ausübung der Kündigungsoption durch die Gruppe widerspiegelt. Die variablen Leasingzahlungen, die nicht von einem Index oder Satz abhängen, werden in dem Berichtszeitraum als Aufwand erfasst, in dem das Ereignis oder die Bedingung eintritt, welches bzw. welche die Zahlung auslöst. Nach dem Beginn des Leasingverhältnisses wird der Betrag der Leasingverbindlichkeiten entsprechend dem Zinszuwachs erhöht und um die geleisteten Leasingzahlungen vermindert. Darüber hinaus wird der Buchwert der Leasingverbindlichkeiten neu bewertet, wenn sich die Höhe der zukünftigen Leasingzahlungen aufgrund einer Index- oder Kursänderung, die Schätzung des voraussichtlich zu zahlenden Betrags aus einer Restwertgarantie oder gegebenenfalls die Einschätzung, ob eine Kauf- oder Verlängerungsoption mit hinreichender Sicherheit ausgeübt werden kann oder eine Kündigungsoption mit hinreichender Sicherheit nicht ausgeübt wird, ändern.
Diskontsatz	Bei der Berechnung des Barwerts der Leasingverbindlichkeit verwendet die Gruppe den dem Leasingverhältnis zugrunde liegenden Zinssatz oder, wenn dieser nicht bestimmbar ist, den Grenzfremdkapitalzinssatz der Gruppe. Im Allgemeinen verwendet die Gruppe ihren Grenzfremdkapitalzinssatz als Diskontsatz.
Kurzfristige Leasingverhältnisse	Die Gruppe wendet auf ihre kurz laufenden Leasingverhältnisse für Immobilien die Erfassungsbefreiung für kurzfristige Leasingverhältnisse an. Diese Leasingverhältnisse haben eine Laufzeit von 12 Monaten oder weniger ab Beginn und enthalten keine Kaufoption. Leasingzahlungen für kurz laufende Leasingverhältnisse werden linear über die Laufzeit des Leasingverhältnisses als Aufwand erfasst.

c) In der Bilanz und Erfolgsrechnung erfasste Beträge

Nachfolgend sind die Buchwerte der Vermögenswerte aus Nutzungsrechten und der Leasingverbindlichkeiten der Gruppe sowie die im Berichtszeitraum eingetretenen Veränderungen dargestellt:

CHF T'000	Vermögenswerte aus Nutzungsrechten			Leasingverbindlichkeiten	
	Immobilien	Büroausstattung	Fahrzeuge	Total	
Stand am 1. Januar 2019	45'313	61	3'253	48'627	(48'627)
Übernahme durch Unternehmenszusammenschluss	2'961	-	-	2'961	(2'961)
Zugänge	43	-	300	343	(343)
Abschreibung	(4'281)	(13)	(854)	(5'148)	-
Zinsaufwand (im Finanzergebnis dargestellt)	-	-	-	-	(299)
Zahlungen an Leasinggeber	-	-	-	-	5'159
Umrechnungsdifferenzen	(157)	-	(20)	(177)	181
Stand am 30. Juni 2019	43'879	48	2'679	46'606	(46'890)

2.2.2 Sonstige Änderungen

Die Übernahme der ergänzten Standards und der neuen Ausführungsbestimmung hat bei der Gruppe zu keinen bedeutenden Anpassungen der Grundsätze der Rechnungslegung geführt.

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 ¹	Von der Gruppe anzuwenden ab
Konzeptioneller Rahmen für die Finanzberichterstattung	Berichtsjahr 2020
IAS 1 (ergänzt) «Darstellung des Abschlusses» und IAS 8 (ergänzt) «Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen von Schätzungen und Fehlern» – Definition von «wesentlich»	Berichtsjahr 2020
IFRS 3 «Unternehmenszusammenschlüsse» – Definition von «Geschäftsbetrieb»	Berichtsjahr 2020
IFRS 10 (ergänzt) «Gruppenabschlüsse» 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	Noch nicht festgelegt

¹ IAS = International Accounting Standards, IFRS = International Financial Reporting Standards, IFRIC = Ausführungsbestimmungen gemäss dem IFRS Interpretations Committee (ehemals International Financial Reporting Interpretations Committee)

Die Gruppe geht davon aus, dass sich die Änderungen – einzeln oder insgesamt – bei ihrer Übernahme nicht wesentlich auf die Bilanz sowie die Finanz- und Ertragslage der Gruppe auswirken werden.

3 KONSOLIDIERUNGSKREIS**3.1 ÄNDERUNGEN IM KONSOLIDIERUNGSKREIS: ÜBERNAHME DURCH UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSS**

Die Gruppe übernahm 100% der Stimmrechte an einem langjährigen Zulieferer, um die Fertigung von kritischen Präzisionsbauteilen für das eigene Angebot an Liquid-Handling-Pumpen vertikal zu integrieren. Die Übernahme umfasst zwei Produktionsstätten:

Gesellschaft	Domizil	Beteiligung in %	Aktivitäten
Valvex Enterprises, Inc. – geschäftlich tätig als DC Precision Machining (DCPM)	Morgan Hill, CA (US)	100%	P/D
PMAS Co., Ltd	Ben Cat Town, Binh Duong Province (VN)	100%	P

S = Services, Holdingfunktionen, R = Forschung und Entwicklung, P = Produktion, D = Verkauf

Der Verkehrswert der identifizierten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie der Nettogeldabfluss zum Zeitpunkt der Übernahme waren:

	31.05.2019 DCPM/PMAS
CHF 1'000	
Flüssige und geldnahe Mittel	297
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Bruttovertragswert)	1'106
Vorräte	3'225
Sonstiges Umlaufvermögen	427
Sachanlagen	4'670
Vermögenswerte aus Nutzungsrechten	2'961
Immaterielle Vermögenswerte	5'599
Latente Steuerguthaben	53
Aktiven	18'338
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	(448)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	(2'799)
Verbindlichkeiten aus laufenden Ertragssteuern	(10)
Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen	(850)
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	(2'513)
Verbindlichkeiten	(6'620)
Total identifizierbare Nettoaktiven zum Verkehrswert	11'718
Goodwill durch Übernahme	8'805
Übertragene Gegenleistung für den Unternehmenszusammenschluss	20'523
Erworbene flüssige Mittel	(297)
Geschätzte Abschlusszahlung (Forderung)	1'000
Nettogeldabfluss (einschliesslich Einbehalt)	21'226

Die Erstkonsolidierung erfolgte nach der «Erwerbsmethode» (acquisition method). Der resultierende Goodwill repräsentiert die erwarteten Synergien aus der Übernahme, die Arbeitskräfte und die sonstigen immateriellen Vermögenswerte, die nicht einzeln identifizierbar waren. Es wird erwartet, dass der Goodwill der US-Gesellschaft aufgrund der beabsichtigten Wahl gemäss Section 338(h) (10) des US-Steuergesetzes, wonach ein legaler Share Deal steuerlich als Asset Deal behandelt wird, teilweise steuerlich abzugsfähig sein wird. Dieser Prozess steht jedoch nicht vollständig unter der Kontrolle der Gruppe und erfordert die wechselseitige Abstimmung mit dem Verkäufer. Da der Vollzug der Übernahme kurz vor dem 30. Juni 2019 erfolgte, ist deren erstmalige Bilanzierung vorläufig und unterliegt Anpassungen.

Die für den Unternehmenszusammenschluss übertragene Gegenleistung beinhaltet einen Einbehalt von USD 3.0 Mio. Der Einbehalt wurde auf ein Treuhandkonto eingezahlt und wird bei Erreichen eines umsatzbasierten Meilensteins im Jahr 2020 freigegeben. Aufgrund des zugrunde liegenden Geschäftsplans ist davon auszugehen, dass der volle Einbehalt zu zahlen sein wird.

Seit der Übernahme trug DCPM/PMAS CHF 0.6 Mio. zum Umsatz mit Dritten und CHF 0.3 Mio. zum Betriebsergebnis der Gruppe bei. Wäre die Übernahme bereits zum 1. Januar 2019 erfolgt, schätzt das

Management, dass der konsolidierte Umsatz und das konsolidierte Betriebsergebnis für das erste Halbjahr 2019 CHF 299.7 Mio. bzw. CHF 34.0 Mio. betragen hätten. Der Gruppe entstanden übernahmbedingte Rechtsberatungs- und Due-Diligence-Kosten in Höhe von CHF 1.1 Mio. Diese Kosten wurden unter «Administration und Verwaltung» erfasst.

3.2 ANGABEN ZU ÜBERNAHMEN IN VORJAHREN

3.2.1 Übernahme am 31. August 2018: NuGEN Technologies, Inc. (umbenannt in Tecan Genomics, Inc.)

Der Prozess der Kaufpreisallokation für die Übernahme von NuGEN Technologies, Inc., der Ende 2018 hinsichtlich der Bewertung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie von aktivierten steuerlichen Verlustvorträgen als vorläufig betrachtet wurde, wurde ohne Anpassungen abgeschlossen.

3.2.2 Übernahme am 30. September 2016: SPEware Group (umbenannt in Tecan SP, Inc.)

Die zweite und letzte Teilzahlung der bedingten Kaufpreiszahlung in Höhe von USD 5.0 Mio. wurde Anfang 2019 geleistet.

4 ERLÖSE AUS VERTRÄGEN MIT KUNDEN

4.1 AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE UND ÜBERLEITUNG ZU DEN SEGMENTINFORMATIONEN

	Life Sciences Business			Partnering Business			Total 2018		
	Erlöse Verträge mit Kunden	Leasing- verhältnisse	Umsatz Segment	Erlöse Verträge mit Kunden	Leasing- verhältnisse	Umsatz Segment	Erlöse Verträge mit Kunden	Leasing- verhältnisse	Total Umsatz
Januar bis Juni, CHF 1'000									
Nach Regionen (nach Standort der Kunden)									
Europa	48'153	386	48'539	70'932	-	70'932	119'085	386	119'471
Amerika	61'334	-	61'334	44'477	-	44'477	105'811	-	105'811
Asien	26'301	-	26'301	16'212	-	16'212	42'513	-	42'513
Sonstige	4'348	-	4'348	1'338	-	1'338	5'686	-	5'686
Total	140'136	386	140'522	132'959	-	132'959	273'095	386	273'481
Nach Produkten und Dienstleistungen									
Produkte	110'305	-	110'305	130'481	-	130'481	240'786	-	240'786
Dienstleistungen	29'831	-	29'831	2'478	-	2'478	32'309	-	32'309
Leasingverhältnisse	-	386	386	-	-	-	-	386	386
Total	140'136	386	140'522	132'959	-	132'959	273'095	386	273'481
Nach Zeitpunkt der Erlöserfassung									
Zeitpunkt	116'411	-	116'411	125'811	-	125'811	242'222	-	242'222
Zeitraum	23'725	-	23'725	7'148	-	7'148	30'873	-	30'873
Leasingverhältnisse	-	386	386	-	-	-	-	386	386
Total	140'136	386	140'522	132'959	-	132'959	273'095	386	273'481

	Life Sciences Business			Partnering Business			Total 2019		
	Erlöse Verträge mit Kunden	Leasing- verhältnisse	Umsatz Segment	Erlöse Verträge mit Kunden	Leasing- verhältnisse	Umsatz Segment	Erlöse Verträge mit Kunden	Leasing- verhältnisse	Total Umsatz
Januar bis Juni, CHF 1'000									
Nach Regionen (nach Standort der Kunden)									
Europa	50'942	452	51'394	70'174	-	70'174	121'116	452	121'568
Amerika	78'319	-	78'319	45'380	-	45'380	123'699	-	123'699
Asien	29'334	-	29'334	17'097	-	17'097	46'431	-	46'431
Sonstige	3'324	-	3'324	1'098	-	1'098	4'422	-	4'422
Total	161'919	452	162'371	133'749	-	133'749	295'668	452	296'120
Nach Produkten und Dienstleistungen									
Produkte	125'944	-	125'944	106'203	-	106'203	232'147	-	232'147
Dienstleistungen	35'975	-	35'975	27'546	-	27'546	63'521	-	63'521
Leasingverhältnisse	-	452	452	-	-	-	-	452	452
Total	161'919	452	162'371	133'749	-	133'749	295'668	452	296'120
Nach Zeitpunkt der Erlöserfassung									
Zeitpunkt	137'215	-	137'215	126'646	-	126'646	263'861	-	263'861
Zeitraum	24'704	-	24'704	7'103	-	7'103	31'807	-	31'807
Leasingverhältnisse	-	452	452	-	-	-	-	452	452
Total	161'919	452	162'371	133'749	-	133'749	295'668	452	296'120

5 SEGMENTINFORMATIONEN

5.1 INFORMATIONEN NACH GESCHÄFTSSEGMENTEN

	Life Sciences Business		Partnering Business		Corporate/ Konsolidierung		Gruppe	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Januar bis Juni, CHF 1'000								
Umsatz Dritte	140'522	162'371	132'959	133'749	-	-	273'481	296'120
Umsatz Intersegment	8'144	6'971	721	718	(8'865)	(7'689)	-	-
Total Umsatz	148'666	169'342	133'680	134'467	(8'865)	(7'689)	273'481	296'120
Betriebsergebnis	18'144	18'960	25'573	25'036	(5'912)	(11'011)	37'805	32'985
Abschreibungen	(6'581)	(11'397)	(3'720)	(4'917)	-	-	(10'301)	(16'314)

	2018	2019
Januar bis Juni, CHF 1'000		
Überleitung Umsatz der berichtspflichtigen Segmente		
Gesamtumsatz der berichtspflichtigen Segmente	282'346	303'809
Eliminierung des Intersegment-Umsatzes	(8'865)	(7'689)
Konsolidierter Umsatz	273'481	296'120
Überleitung Ergebnis der berichtspflichtigen Segmente		
Total Betriebsergebnis der berichtspflichtigen Segmente	43'717	43'996
Nicht zugeordnete Kosten (Geschäftsentwicklung, Investor Relations und andere Corporate-Kosten) und Konsolidierungsbuchungen	(5'912)	(11'011)
Finanzergebnis	(3'035)	(2'882)
Konsolidierter Gewinn vor Steuern	34'770	30'103

5.2 UNTERNEHMENSWEITE ANGABEN

Anlagevermögen nach Regionen (nach Standort der Aktiven)

	Sachanlagen		Vermögenswerte aus Nutzungsrechten		Immaterielle Vermögenswerte	
	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2019
CHF 1'000						
Schweiz	13'692	14'172	-	21'173	99'620	103'853
Übriges Europa	5'810	5'773	-	7'966	8'994	8'366
Nordamerika	4'909	7'714	-	14'800	100'512	109'805
Asien	642	2'448	-	2'667	-	-
Total	25'053	30'107	-	46'606	209'126	222'024

Information über wichtige Kunden

Im ersten Halbjahr 2019 gab es Umsätze (CHF 37.0 Mio.) mit einem einzelnen Kunden im Geschäftssegment «Partnering Business», die insgesamt 10% des Gesamtumsatzes im ersten Halbjahr 2019 über-

stiegen (erstes Halbjahr 2018: Umsätze [CHF 34.2 Mio.] mit einem einzelnen Kunden im Geschäftssegment «Partnering Business», die insgesamt 10% des Gesamtumsatzes überstiegen).

6 BETRIEBSAUFWAND NACH KOSTENARTEN

Januar bis Juni, CHF T'000	2018	2019
Materialkosten	95'621	100'398
Personalkosten	97'004	112'873
Abschreibungen auf Sachanlagen	3'570	4'072
Abschreibungen auf Vermögenswerten aus Nutzungsrechten	-	5'148
Abschreibungen auf immateriellen Vermögenswerten	6'731	7'094
Sonstige Betriebskosten	41'606	41'177
Total angefallene Betriebskosten (brutto)	244'532	270'762
Aktivierung von Entwicklungskosten in der Position Vorräte	(2'078)	(2'179)
Aktivierung von Entwicklungskosten in der Position Immaterielle Vermögenswerte	(6'737)	(5'178)
Sonstiger Betriebsertrag	(42)	(270)
Total Betriebsaufwand, gemäss Erfolgsrechnung	235'676	263'135

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 wurden in der Position «Vorräte» als Bestandteil der Produktionskosten aktiviert. Die Lieferung der Instrumente, die über einen Zeitraum von über 10 Jahren erfolgt, begann im Oktober 2014. Der Kunde ruft die Geräte mittels Einzelbestellungen ab. Nach Ausführung der Einzelbestellungen erfasst die Gruppe die ent-

sprechenden Entwicklungskosten in den Kosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen. Die verbleibenden aktivierten Entwicklungskosten beliefen sich per Ende Juni 2019 auf CHF 75.5 Mio. (31. Dezember 2018: CHF 83.3 Mio.).

Weitere Informationen zu dieser wesentlichen Schätzunsicherheit und Annahme enthält Anmerkung 2.2.4 der konsolidierten Jahresrechnung 2018.

8 EIGENKAPITAL UND MITARBEITERBETEILIGUNGSPLÄNE

8.1 VERÄNDERUNG DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Anzahl (jede Aktie hat einen Nennwert von CHF 0.10)	Ausgegebene Aktien	Eigene Aktien	Ausstehende Aktien
Stand am 1. Januar 2018	11'664'872	-	11'664'872
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen	94'387	-	94'387
Stand am 30. Juni 2018	11'759'259	-	11'759'259
Stand am 1. Januar 2019	11'766'372	-	11'766'372
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen	82'109	-	82'109
Stand am 30. Juni 2019	11'848'481	-	11'848'481

8.2 DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG

	2018	2019
Anzahl der dividendenberechtigten Aktien	11'731'033	11'826'232
Dividendenausschüttung (CHF/Aktie)	2.00	2.10

8.3 BEDINGTES AKTIENKAPITAL FÜR DIE MITARBEITERBETEILIGUNGSPÄNE

	2018	2019
Anzahl (jede Aktie hat einen Nennwert von CHF 0.10)		
Stand am 1. Januar	638'340	536'840
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen	(94'387)	(82'109)
Stand am 30. Juni	543'953	454'731
Mitarbeiteraktienoptionen und Mitarbeiteraktien, noch nicht geliefert	224'690	228'080

8.4 MITARBEITEROPTIONSPLÄNE

(Für Einzelheiten zu den Laufzeiten und wichtigsten Bedingungen siehe Anmerkung 11.4.1 in der konsolidierten Jahresrechnung 2018.)

Veränderung der Mitarbeiteraktienoptionen:

	2018	2019
Mitarbeiteraktienoptionen		
Stand am 1. Januar	94'984	90'040
Zugewährt	-	12'900
Ausgeübt	(17'374)	(9'834)
Verwirkt oder verfallen	(2'850)	(1'364)
Stand am 30. Juni	74'760	91'742
Davon ausübbar Ende der Periode	27'910	31'276

8.5 MITARBEITERAKTIENPLÄNE (PERFORMANCE-SHARE-MATCHING-PLÄNE [PSMP] UND ANDERE AKTIENPLÄNE)

(Für Einzelheiten zu den Laufzeiten und wichtigsten Bedingungen siehe Anmerkung 11.4.2 in der konsolidierten Jahresrechnung 2018.)

Veränderung der Mitarbeiteraktien:

	2018	2019
Mitarbeiteraktien		
Stand am 1. Januar	213'735	192'314
PSMP 2015 und 2016 - erdiente und übertragene Matching Shares	(57'917)	(52'382)
PSMP 2015 und 2016 - verwirkte Matching Shares und Rundung	(133)	6
PSMP - übertragene Aktien aus Erstzuteilung (gesperrt)	17'089	18'176
PSMP - maximal zugewährte Matching Shares	42'724	40'095
Aktienplan 2017 und 2018 - Verwaltungsrat - erdiente und übertragene Aktien	(2'064)	(1'717)
Aktienplan 2018 und 2019 - Verwaltungsrat - zugewährte Aktien	1'619	1'684
Stand am 30. Juni	215'053	198'176
Davon erdient, aber bis zum Ende der Leistungsperiode gesperrt	65'123	61'838

9 UMRECHNUNGSKURSE HAUPTWÄHRUNGEN

		Schlusskurse		Durchschnittskurse Januar bis Juni	
		31.12.2018	30.06.2019	2018	2019
CHF					
EUR	1	1.13	1.11	1.17	1.13
USD	1	0.98	0.98	0.97	1.00

10 FINANZINSTRUMENTE UND VERKEHRSWERTANGABEN

10.1 KLASSEN VON FINANZINSTRUMENTEN

	Flüssige und geld- nahe Mittel	Kurzfristige Derivate	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	Langfristige Finanz- anlagen	Total Aktiven 2018	Kurzfristige Finanz- verbindlich- keiten	Verbindlich- keiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlich- keiten/ passive Rechnungs- abgrenzungen	Langfristige Finanz- verbindlich- keiten	Total Verbindlich- keiten 2018
CHF '000									
Finanzinstrumente, erfolgs- wirksam zum Verkehrswert bewertet (FVTPL)									
Devisenterminkontrakte und Optionen	-	977	-	90	1'067	(3'900)	-	(406)	(4'306)
Bedingte Kaufpreiszahlungen	-	-	-	-	-	(4'916)	-	-	(4'916)
Finanzinstrumente, erfolgs- neutral zum Verkehrswert bewertet (FVOCI)									
Nicht börsennotierte Beteiligung	-	-	-	4'000	4'000	-	-	-	-
Finanzinstrumente, zu fortgeführten Anschaffungskosten¹									
Flüssige und geldnahe Mittel	296'845	-	-	-	296'845	-	-	-	-
Forderungen	-	-	105'811	-	105'811	-	-	-	-
Mietkautionen und sonstige Einlagen	-	-	473	1'015	1'488	-	-	-	-
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(1'129)	-	-	(1'129)
Bankkredite	-	-	-	-	-	-	-	(1'182)	(1'182)
Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-	-	-	(66'700)	-	(66'700)
Total Finanzinstrumente	296'845	977	106'284	5'105	409'211	(9'945)	(66'700)	(1'588)	(78'233)
Überleitungspositionen ²	-	-	12'463	-	12'463	-	(14'648)	-	(14'648)
Stand am 31. Dezember 2018	296'845	977	118'747	5'105	421'674	(9'945)	(81'348)	(1'588)	(92'881)

¹ 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 (Verkehrswert von TCHF 1'182).

² Forderungen/Verbindlichkeiten, die sich aus MwSt./sonstigen nicht ertragsbezogenen Steuern sowie Sozialversicherungsbeiträgen ergeben.

	Flüssige und geld- nahe Mittel	Kurzfristige Derivate	Forderun- gen aus Lieferungen und Leistun- gen und sonstige Forderun- gen	Langfristige Finanz- anlagen	Total Aktiven 2019	Kurzfristige Finanz- verbindlich- keiten	Verbindlich- keiten aus Lieferun- gen und Leistungen und sonstige Verbindlich- keiten/ passive Rechnungs- abgrenzun- gen	Langfristige Finanz- verbindlich- keiten	Total Verbindlich- keiten 2019
CHF 1'000									
Finanzinstrumente, erfolgs- wirksam zum Verkehrswert bewertet (FVTPL)									
Devisenterminkontrakte und Optionen	-	768	-	12	780	(3'697)	-	(6)	(3'703)
Finanzinstrumente, erfolgs- neutral zum Verkehrswert bewertet (FVOCI)									
Nicht börsenkotierte Beteiligung	-	-	-	3'000	3'000	-	-	-	-
Finanzinstrumente zu fortgeführten Anschaffungskosten¹									
Flüssige und geldnahe Mittel	269'701	-	-	-	269'701	-	-	-	-
Forderungen	-	-	101'417	-	101'417	-	-	-	-
Mietkautionen und sonstige Einlagen	-	-	795	1'038	1'833	-	-	-	-
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(3'426)	-	-	(3'426)
Bankkredite	-	-	-	-	-	(1'461)	-	(267)	(1'728)
Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-	-	-	(51'271)	-	(51'271)
Sonstige									
Leasingverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(9'732)	-	(37'158)	(46'890)
Total Finanzinstrumente	269'701	768	102'212	4'050	376'731	(18'316)	(51'271)	(37'431)	(107'018)
Überleitungspositionen ²	-	-	14'452	-	14'452	-	(20'041)	-	(20'041)
Stand am 30. Juni 2019	269'701	768	116'664	4'050	391'183	(18'316)	(71'312)	(37'431)	(127'059)

¹ 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 (Verkehrswert von TCHF 1'716).

² Forderungen/Verbindlichkeiten, die sich aus MwSt./sonstigen nicht ertragsbezogenen Steuern sowie Sozialversicherungsbeiträgen ergeben.

10.2 VERKEHRSWERTHIERARCHIE (STUFE) UND 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.
Nicht börsennotierte Beteiligung	Stufe 3	n/a	Discounted-Cashflow-Modell (siehe Anmerkung 10.3)
Bedingte Kaufpreiszahlungen	Stufe 3	n/a	Discounted-Cashflow-Modell (siehe Anmerkung 10.4)

2018 und 2019 wurden zwischen den einzelnen Stufen keine Transfers vorgenommen.

10.3 NICHT KOTIERTE BETEILIGUNG (STUFE 3)

Die Gruppe erwarb im ersten Halbjahr 2018 eine nicht börsennotierte Beteiligung für CHF 4.0 Mio. Die Anteile haben im Falle einer möglichen Liquidation einen Vorzugsstatus. Die in der Berichtsperiode im sonstigen Ergebnis erfassten Ver-

kehrswertänderungen betragen insgesamt CHF 1.0 Mio. Ein weiterer Rückgang der prognostizierten Geldflüsse um 10% würde sich mit geschätzten CHF 1.0 Mio. negativ auf den Verkehrswert der Beteiligung auswirken.

10.4 BEDINGTE KAUFPREISZAHLUNGEN (STUFE 3)

	2018	2019
CHF T'000		
Stand am 1. Januar	11'639	4'916
<i>Geldflüsse</i>		
Entrichtung	(4'836)	(5'000)
<i>Nicht geldwirksame Veränderungen</i>		
Im sonstigen Betriebsaufwand erfasste Veränderung des Verkehrswerts	210	-
Umrechnungsdifferenzen	17	84
Stand am 30. Juni	7'030	0

11 EVENTUALVERBINDLICHKEITEN UND KAUFVERPFLICHTUNGEN

Bezüglich Eventualverbindlichkeiten und Kaufverpflichtungen gab es keine wesentlichen Änderungen.

12 EREIGNISSE NACH BILANZSTICHTAG

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Ereignisse eingetreten, die Anpassungen oder Offenlegungen in diesem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss erfordern würden.

Global.



● Verkaufsbüros ○ F&E- und Produktionsstandorte ● Länder mit Distributoren

TECAN GRUPPE

Hauptsitz

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

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

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 89 330 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 Flughafenstrasse 52a 22335 Hamburg Deutschland T +49 40 532 891 0 F +49 40 532 891 11	Tecan SP, Inc. PO Box 1608 Baldwin Park CA 91706, USA T +1 626 962 0010 F +1 626 962 5574	Tecan Genomics, Inc. 900 Chesapeake Drive Redwood City CA 94063, USA T +1 888 654 6544
---	--	--	---	--	--

IMPRESSUM

Herausgeberin

Tecan Group AG
Seestrasse 103
8708 Männedorf
Schweiz
T + 41 44 922 84 30
F + 41 44 922 88 89
investor(at)tecan.com
www.tecan.com

Projektleitung/Redaktion

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

Designkonzept und Realisation

W4 Marketing AG, Schweiz
UP THERE, EVERYWHERE, Schweden

Fotos

Tecan Group AG, Schweiz
Adobe Stock

Übersetzung

Lionbridge, Schweiz

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 abrufbar. Für den Finanzbericht ist die englische Fassung massgebend.

Tecan Group AG
Seestrasse 103
CH-8708 Männedorf
Schweiz
www.tecan.com

