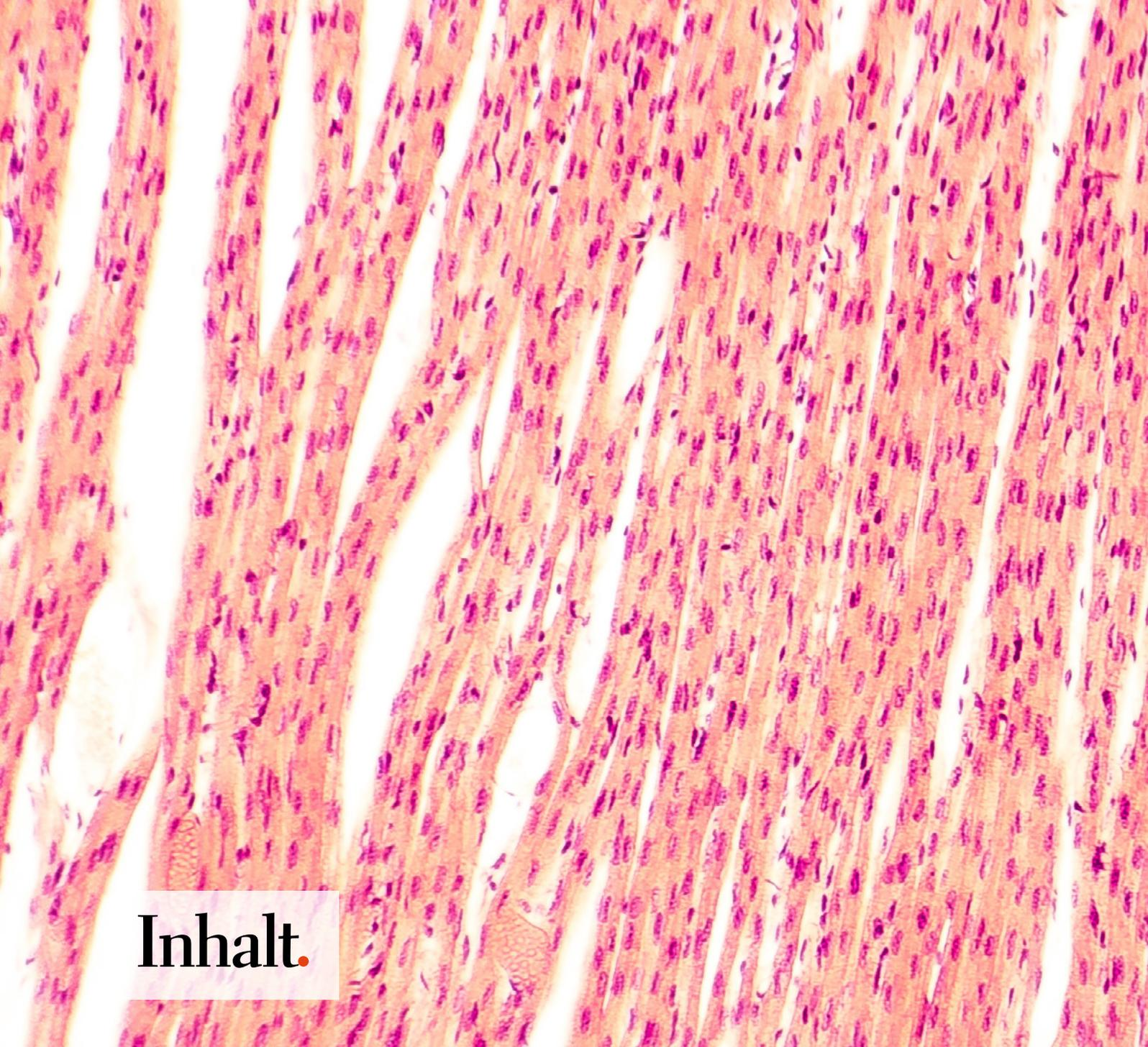


Connecting.





Inhalt.

3	Aktionärsbrief
7	Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung
8	Konsolidierte Bilanz
9	Konsolidierte Geldflussrechnung
10	Konsolidierter Eigenkapitalnachweis
11	Anhang zum verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss
21	Global

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Tecan verzeichnete im ersten Halbjahr 2021 eine deutlich zweistellige Umsatzsteigerung und mehr als eine Verdoppelung des Reingewinns. Damit knüpft das Unternehmen an die bereits starke Entwicklung in der Vorjahresperiode an. Wir sind unglaublich stolz auf unsere Mitarbeitenden, die unsere Kunden mit grossem Engagement und Leidenschaft unterstützen. Wir verzeichneten nach wie vor einen starken Umsatzbeitrag von Produktlinien, die zur weltweiten Bekämpfung von Covid-19 beitragen. Beim Auftrags- eingang überwog jedoch die Nachfrage nach Produkten für andere Forschungs- und klinische Anwendungen. Insbesondere beobachten wir eine starke Dynamik bei Automatisierungssystemen: Als Reaktion auf die Pandemie legen die Kunden offenbar mehr Wert darauf, dass die Labore auch in einem hybriden Arbeitsmodell mit weniger Personal betriebsbereit bleiben. Dieser neue Aspekt ergänzt Produktivität und Reproduzierbarkeit als traditionelle Hauptvorteile und Wertversprechen der Automatisierung.

Nachdem die Übernahme der Paramit Corporation Anfang August 2021 erfolgreich abgeschlossen wurde, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen bei Paramit, um Innovationen von der Forschung und Diagnostik nun bis hin zur Klinik zu skalieren.

FINANZRESULTATE FÜR DIE ERSTE HÄLFTE DES JAHRES 2021

Der Auftragseingang stieg im ersten Halbjahr 2021 um 20.9% in Lokalwährungen bzw. 20.2% in Schweizer Franken auf CHF 449.6 Mio. (H1 2020: CHF 374.0 Mio.). Das Unternehmen verzeichnete weiterhin einen starken Auftragseingang für Verbrauchsmaterialien zur Unterstützung des weltweiten Kampfes gegen die Coronavirus-Pandemie und, wie erwartet, in geringerem Umfang für neue Instrumente, die für Covid-19-Tests verwendet werden. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Semestern lagen die Aufträge für Produkte, die für andere Forschungs- und klinische Anwendungen benötigt werden, auf einem deutlich höheren Niveau und übertrafen die pandemiebezogenen Aufträge.

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 47.5% in Lokalwährungen bzw. 46.5% in Schweizer Franken auf CHF 454.0 Mio. (H1 2020: CHF 310.0 Mio.). Basierend auf dem hohen Auftragsbestand zum Jahresende 2020 sowie dem Eingang neuer Aufträge verbuchte

Tecan weiterhin bedeutende pandemiebezogene Umsätze für Instrumente, Komponenten und Verbrauchsmaterialien. Wie der Auftragseingang profitierte auch der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 deutlich von der Erholung und einem positiveren Marktumfeld in Bereichen, die von der Pandemie negativ betroffen gewesen waren, wie Life-Science-Forschung, Pharma und diagnostische Tests für andere Bereiche als Covid-19. Beide Geschäftssegmente trugen im Berichtszeitraum fast gleichermassen zum Gesamtumsatzwachstum bei.

Die wiederkehrenden Umsätze mit Dienstleistungen, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien stiegen im ersten Halbjahr 2021 um 37.6% in Lokalwährungen und 35.4% in Schweizer Franken. Weil die Wachstumsraten bei den Instrumenten noch höher waren, machten die wiederkehrenden Umsätze 43.1 % des Gesamtumsatzes aus, verglichen mit 46.6 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.



DR. LUKAS BRAUNSCHWEILER
Präsident des Verwaltungsrats

DR. ACHIM VON LEOPRECHTING
Chief Executive Officer

Das ausgewiesene Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen; EBITDA) stieg im Berichtszeitraum auf CHF 115.0 Mio. (H1 2020: CHF 60.2 Mio.). Mit einem Anstieg von 91.1 % wuchs das ausgewiesene EBITDA deutlich schneller als der Umsatz. Dies ist vor allem auf Mengenvorteile aufgrund der deutlich gestiegenen Volumina und eines günstigen Produktmixes bei den Instrumenten sowie auf einen höheren Beitrag der Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile zurückzuführen. Die Ergebnisentwicklung wurde auch durch einen einmaligen positiven Effekt aus der Anpassung des Schweizer Vorsorgeplans begünstigt (CHF 7.0 Mio.). Das Unternehmen prüft jedoch alternative Vorsorgemodelle, die in der zweiten Jahreshälfte eine Rückbuchung dieses Gewinns erfordern könnten.

Die ausgewiesene EBITDA-Marge stieg dementsprechend um 590 Basispunkte auf 25.3% des Umsatzes (H1 2020: 19.4%).

Der ausgewiesene Reingewinn hat sich im ersten Halbjahr 2021 auf CHF 82.6 Mio. mehr als verdoppelt (H1 2020: CHF 36.0 Mio.). Der ausgewiesene Reingewinn stieg im Einklang mit dem Betriebsergebnis (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT). Die ausgewiesene Reingewinnmarge belief sich auf 18.2% des Umsatzes (H1 2020: 11.6%), während der unverwässerte Gewinn pro Aktie auf CHF 6.88 (H1 2020: CHF 3.02) stieg.

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit stieg im ersten Halbjahr 2021 um 34.5% auf CHF 111.4 Mio. (H1 2020: CHF 82.8 Mio.), was 24.5% des Umsatzes entspricht (H1 2020: 26.7%).

INFORMATIONEN NACH GESCHÄFTSSEGMENTEN

LIFE SCIENCES BUSINESS (ENDKUNDENGESCHÄFT)

Der Umsatz des Geschäftssegments Life Sciences Business stieg im ersten Halbjahr um 47.8% auf CHF 250.4 Mio. (H1 2020: CHF 169.4 Mio.) und lag in Lokalwährungen 49.5% über dem Vorjahreszeitraum. Basierend auf dem hohen Auftragsbestand zum Jahresende 2020 verzeichnete das Geschäftssegment weiterhin einen starken Umsatzbeitrag von Produkten, die zum Kampf gegen Covid-19 eingesetzt werden, vor allem Liquid-Handling- und Automatisierungs-Workstations sowie dazugehörige Einwegpipettenspitzen. Der Umsatz des Segments profitierte in der ersten Jahreshälfte 2021 auch erheblich von einer Erholung in Bereichen, die von der Pandemie negativ betroffen gewesen waren. Dazu gehörten Liquid-Handling- und Automatisierungs-Workstations für verschiedene Life-Science-Forschungsanwendungen, Detektionsinstrumente sowie Forschungsreagenzien für das Next-Generation Sequencing (NGS).

Der Auftragseingang im Geschäftssegment Life Sciences Business wuchs im ersten Semester mit einer guten zweistelligen Rate. Diese Entwicklung war vor allem auf die starke Dynamik bei Automatisierungssystemen für eine Vielzahl von Anwendungen, bei Detektionsinstrumenten sowie auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für Covid-19-Tests zurückzuführen.

Das ausgewiesene Betriebsergebnis in diesem Segment (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) stieg um 180.9% auf CHF 63.1 Mio.

(H1 2020: CHF 22.5 Mio.). Die Betriebsrendite stieg auf 22.8% des Umsatzes (H1 2020: 12.6%). Diese positive Entwicklung resultierte in erster Linie aus dem Umsatzwachstum sowie einem starken Margenbeitrag des Geschäfts mit Verbrauchsmaterialien.

PARTNERING BUSINESS (OEM-GESCHÄFT)

Das Geschäftssegment Partnering Business erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von CHF 203.7 Mio. (H1 2020: CHF 140.6 Mio.), was einem Anstieg von 44.8% in Schweizer Franken und 45.1% in Lokalwährungen entspricht. Im Partnering Business wurden ähnliche Trends wie im Life Sciences Business beobachtet. Automatisierungsplattformen, OEM-Komponenten und Einwegpipettenspitzen zur Unterstützung von Covid-19-Tests trugen stark zum Umsatz bei, da Bestellungen aus dem hohen Auftragsbestand als Umsatz realisiert wurden. Auch die Verkäufe an Kunden in anderen Bereichen der In-vitro-Diagnostik, die während der Pandemie negativ betroffen gewesen waren, zeigten wieder eine positive Dynamik.

Mit der Verlagerung der Nachfrage von Covid-getriebenen Anwendungen zu Kunden aus anderen Bereichen wuchs auch der Auftragszugang im Partnering Business mit einer starken zweistelligen Rate.

Das Betriebsergebnis in diesem Segment (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) stieg um 86.9% auf CHF 49.2 Mio. (H1 2020: CHF 26.3 Mio.), während die Betriebsrendite auf 24.0% des Umsatzes stieg (H1 2020: 18.6%). Haupttreiber für die Rentabilitätssteigerung waren Mengenvorteile aufgrund der deutlich höheren Volumina und ein vorteilhafter Produktmix bei den Instrumenten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

REGIONALE ENTWICKLUNG

In Europa stieg der Umsatz von Tecan im ersten Halbjahr 2021 um 36.1% in Lokalwährungen und um 38.3% in Schweizer Franken. Beide Geschäftssegmente wuchsen zweistellig, das Partnering Business mit 13.4% in Lokalwährungen und das Life Sciences Business mit 59.0%.

In Nordamerika erhöhte sich der Umsatz um 69.4% in Lokalwährungen und um 62.0% in Schweizer Franken. Das Geschäftssegment Life Sciences Business steigerte den Umsatz um 61.1% in Lokalwährungen. Im Partnering Business stieg dieser Wert trotz der hohen Vergleichsbasis aus dem Vorjahreszeitraum um 80.8%.

In Asien erzielte Tecan eine Umsatzsteigerung von 30.9% in Lokalwährungen und 33.7% in Schweizer Franken. Beide Segmente trugen mit zweistelligen Raten zu dieser guten Entwicklung in der Region bei: das Life Sciences Business mit einem Wachstum in Lokalwährungen von 8.6% und das Partnering Business mit 59.7%. Das Geschäft in China hatte bereits in der Vorjahresperiode deutlich vom pandemiebedingten Umsatzwachstum profitiert. Im Berichtszeitraum hat sich der chinesische Markt wieder normalisiert. Tecan verzeichnete im ersten Halbjahr 2021 weiterhin ein solides

Umsatzwachstum in China, das jedoch aufgrund der hohen Vergleichsbasis geringer ausfiel als in der Region Asien insgesamt.

OPERATIVE LEISTUNGEN IN DER ERSTEN JAHRESHÄLFTE 2021

Um die anwendungsorientierte Strategie weiter voranzutreiben, lancierte Tecan weitere neue Varianten der führenden Fluent Automation Workstation für wichtige Forschungs- und Diagnoseanwendungen. Die Fluent Mix and Pierce Workstation bietet eine End-to-End-Automatisierung für das Pipettieren von Vollblut bei klinischen Anwendungen. Diese neu entwickelte Gerätekonfiguration soll die präanalytische Probenhandhabung und -mischung für eine konsistente und skalierbare Blutentnahme standardisieren und das Risiko verringern, dass das Laborpersonal mit infektiösem Material in Berührung kommt. Ein weiteres Beispiel ist der Frida Reader™ für Fluent, der Anfang des Jahres eingeführt wurde. Er bietet Forschern die Möglichkeit, Nukleinsäuren ohne Probenverlust zu quantifizieren. Diese einzigartige Lösung führt eine UV-Absorptions-basierte Quantifizierung und Reinheitsbewertung in einem hängenden Tropfen durch und vermeidet so den Verbrauch seltener und wertvoller Proben nach der Nukleinsäureaufreinigung (NAP).

Tecan stellte auch wichtige neue Reagenzien und digitale Angebote vor. Neue Reagenzien-Kits ermöglichen beispielsweise eine durchgängige Verarbeitung menschlicher Proben, um eine komplette virale RNA-Seq-Library-Preparation an einem einzigen Tag zu ermöglichen. Zu den neuen Angeboten im wachsenden digitalen Ökosystem von Tecan gehören die Entwicklung einer vollständig integrierten Sample-to-Result-Lösung für PCR-Workflows zusammen mit dem Laborsoftwarespezialisten UgenTec sowie der FluentControl Scheduler für die Fluent Automation Workstation. Der FluentControl Scheduler ist eine neue Software, die eine Reihe von Funktionen zur Vereinfachung der täglichen Laborautomatisierung bietet. Sie erlaubt es, den Durchsatz und die Effizienz der Arbeitsabläufe erheblich zu steigern und die Arbeitsabläufe von Laboren zu optimieren, die verschiedene Assays und Prozesse parallel durchführen.

Anfang des Jahres hat Tecan als eines der ersten Unternehmen die Anforderungen der In-vitro-Diagnostik-Verordnung (IVDR) 2017/746 (Anhang IX, Kapitel I und III) der Europäischen Union erfüllt und die Zertifizierung seines IBL International DHEA Saliva ELISA Diagnostik-Assay-Kits durch die BSI Notified Body 2797 erfolgreich abgeschlossen. Die wertvollen Erkenntnisse aus diesem Prozess werden nun für die Registrierung des gesamten Portfolios an Produkten für diagnostische Spezialparameter von Tecan verwendet. Sie unterstützen auch die OEM-Partner dabei, sicherzustellen, dass sie vor der Übergangsfrist im Mai 2022 «IVDR-bereit» sind. Die neue IVDR stellt eine bedeutende regulatorische Überarbeitung dar, die eine Neuklassifizierung und Zertifizierung aller in der EU registrierten IVD-Assays und -Geräte erfordert.

Tecan ist überzeugt, dass eine vertrauensvolle, vielfältige, integrative und auf den Unternehmenszweck ausgerichtete Arbeitsplatzkultur entscheidend dazu beiträgt, das Unternehmen langfristig

noch erfolgreicher zu machen. Um sich gezielt weiter zu verbessern, führte Tecan im Jahr 2020 erstmals die TrustIndex™-Mitarbeiterbefragung des internationalen Forschungs- und Beratungsunternehmens Great Place to Work® durch. Als Ergebnis dieser Befragung und eines zusätzlichen, vertieften Culture Audit™ wurde Tecan im Januar offiziell als Great Place to Work® zertifiziert. Zudem wurde Tecan im Mai als einer der besten Arbeitgeber der Schweiz in der Kategorie Grossunternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden ausgezeichnet (Best Large Workplaces™).

AKQUISITION DER PARAMIT CORPORATION

Am 23. Juni gab Tecan bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der US-amerikanischen Paramit Corporation und ihrer Tochtergesellschaften («Paramit») für einen Gesamtkaufpreis von USD 1.0 Milliarden (CHF 920 Mio.) abgeschlossen hat. Paramit, mit Hauptsitz in Morgan Hill (Kalifornien), USA, ist ein führender OEM-Entwickler und -Hersteller von Instrumenten für die Medizinaltechnik und die Life-Science-Forschung. Mit einem im Jahr 2022 erwarteten zusätzlichen Umsatz von rund USD 300 Mio. (CHF 276 Mio.) wird die Akquisition die Position von Tecan bei Lösungen für Life-Science-Forschung und In-vitro-Diagnostik (IVD) weiter stärken. Zudem wird ein neues Geschäftsfeld im attraktiven und schnell wachsenden Markt für Instrumente in der Medizinaltechnik hinzukommen. Die Akquisition bringt für Tecan sowohl in Nordamerika als auch in der APAC-Region erhebliche Entwicklungs- und kosteneffiziente Fertigungskapazitäten mit sich. Ausgestattet mit einer proprietären computergesteuerten Montagetechnologie bieten diese Fertigungsstätten eine äusserst flexible Produktionsplanung bei gleichzeitiger Reduzierung des Fehlerpotenzials («Null-Fehler-Fertigung»).

Die Übernahme von Paramit wurde am 2. August 2021 erfolgreich abgeschlossen.

SOLIDE BILANZ - HOHE EIGENKAPITALQUOTE

Die Eigenkapitalquote von Tecan betrug per 30. Juni 2021 69.6% (31. Dezember 2020: 66.2%). Die Nettoliquidität (flüssige Mittel plus kurzfristige Termingelder abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) stieg auf CHF 534.4 Mio. (30. Juni 2020: CHF 354.0 Mio.; 31. Dezember 2020: CHF 467.7 Mio.).

An der ordentlichen Generalversammlung der Tecan Group vom 13. April 2021 genehmigten die Aktionäre eine Erhöhung der Dividende von CHF 2.20 auf CHF 2.30 pro Namenaktie. Die Hälfte der Dividende, d.h. CHF 1.15, wurde als Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet und erfolgte daher ohne Abzug der Verrechnungssteuer.

ORGANISCHER AUSBLICK FÜR DAS GESAMTJAHR 2021 ANGEHOBEN

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2021 sowie des anhaltend hohen Auftragsbestands und der erwar-

teten Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte hob Tecan den organischen Ausblick für das Gesamtjahr 2021 an. Tecan profitiert nach wie vor von einer ausserordentlichen Nachfrage nach Covid-19-bezogenen Produkten, die Nachfragetrends für diese Produkte bleiben jedoch mit grösserer Unsicherheit behaftet.

Wir prognostizieren nun für das Gesamtjahr 2021 ein organisches Umsatzwachstum in Lokalwährungen im unteren bis mittleren Zehnerprozentbereich (bisher «mittlerer einstelliger bis mittlerer Zehnerprozentbereich»).

Gleichzeitig erwarten wir für das Geschäftsjahr 2021, ohne Berücksichtigung von akquisitionsbedingten Effekten, nun eine ausgewiesene EBITDA-Marge von mindestens 23% des Umsatzes (bisher «mindestens das Vorjahresniveau von 21.8% des Umsatzes»).

Die Rentabilitätserwartungen basieren auf einer durchschnittlichen Wechselkursprognose für das Gesamtjahr 2021 von einem Euro zu CHF 1.08 (unverändert) und einem US-Dollar zu CHF 0.90 (unverändert).

AUSWIRKUNGEN DER ÜBERNAHME VON PARAMIT AUF DIE FINANZRESULTATE VON TECAN FÜR 2021

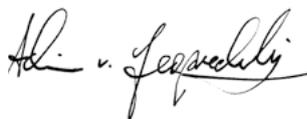
Die Übernahme der Paramit Corporation wurde erfolgreich abgeschlossen, und ab dem 1. August 2021 wird Paramit als Teil des Segments Partnering Business in die konsolidierte Jahresrechnung der Tecan Group einbezogen.

Wir erwarten, dass Paramit in den fünf Monaten von August bis Dezember 2021 einen zusätzlichen Umsatz von rund CHF 100 Mio. und ein zusätzliches EBITDA vor akquisitionsbedingten Kosten von rund CHF 18 Mio. erzielen wird.

Die anfänglichen Integrations- und Transaktionskosten (einschliesslich Absicherungskosten und verschiedener Gebühren) werden sich im Jahr 2021 voraussichtlich auf rund CHF 20 Mio. belaufen.



DR. LUKAS BRAUNSCHWEILER
Präsident des Verwaltungsrats



DR. ACHIM VON LEOPRECHTING
Chief Executive Officer

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG

Januar bis Juni, CHF T'000	Anhang	2020	2021
Umsatz	4, 5	310'004	454'043
Kosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen		(163'900)	(229'544)
Bruttogewinn		146'104	224'499
Verkauf und Marketing		(48'593)	(52'721)
Forschung und Entwicklung		(25'322)	(31'114)
Administration und Verwaltung		(29'560)	(44'408)
Sonstiger Betriebsertrag		247	1'556
Sonstiger Betriebsaufwand		(252)	(20)
Betriebsergebnis	5	42'624	97'792
Finanzertrag		16	16
Finanzaufwand		(656)	(1'949)
Nettofremdwährungsverluste		(650)	(828)
Finanzergebnis		(1'290)	(2'761)
Gewinn vor Steuern		41'334	95'031
Ertragssteuern	7	(5'296)	(12'468)
Periodengewinn, den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbar		36'038	82'563
Gewinn pro Aktie			
Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)		3.02	6.88
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)		3.01	6.85

KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Januar bis Juni, CHF T'000	Anhang	2020	2021
Periodengewinn		36'038	82'563
<i>Sonstige Ergebnisse</i>			
Verkauf und Veränderung des Verkehrswerts von nicht börsenkotierten Beteiligungen, die erfolgsneutral zum Verkehrswert geführt wurden (FVOCI)	12.4	1'588	63
Zugehörige Ertragssteuern		(318)	-
Neubemessung der leistungsorientierten Nettovorsorgeverpflichtung		(1'196)	14'830
Zugehörige Ertragssteuern		223	(2'769)
Positionen, die nicht in die Erfolgsrechnung umklassiert werden, nach Ertragssteuern		297	12'124
Nettogewinn aus der Absicherung von Zahlungsströmen	12.3	-	3'577
Zugehörige Ertragssteuern		-	(668)
Umrechnungsdifferenzen	11	(3'951)	5'525
Zugehörige Ertragssteuern		61	(44)
Positionen, die nachträglich in die Erfolgsrechnung umklassiert werden können, nach Ertragssteuern		(3'890)	8'390
<i>Sonstige Ergebnisse, nach Ertragssteuern</i>		(3'593)	20'514
Gesamtergebnis der Periode, den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbar		32'445	103'007

KONSOLIDIERTE BILANZ**AKTIVEN**

CHF '000	Anhang	31.12.2020	30.06.2021
Flüssige und geldnahe Mittel		148'440	215'146
Sonstige kurzfristige Finanzanlagen	12	322'478	322'201
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		122'800	110'921
Vertragsvermögenswerte		548	564
Sonstige Forderungen		12'647	16'447
Vorräte	8	159'453	164'694
Guthaben aus laufenden Ertragssteuern		2'266	4'138
Aktive Rechnungsabgrenzungen		6'189	7'245
Zur Veräusserung gehaltene Aktiven	3	3'165	-
Umlaufvermögen		777'986	841'356
Langfristige Finanzanlagen	12	5'351	5'469
Sachanlagen	9	42'139	47'789
Vermögenswerte aus Nutzungsrechten		37'082	33'450
Immaterielle Vermögenswerte und Goodwill		213'908	218'243
Latente Steuerguthaben		32'161	31'804
Anlagevermögen		330'641	336'755
Aktiven		1'108'627	1'178'111

PASSIVEN

CHF '000	Anhang	31.12.2020	30.06.2021
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	12	11'110	12'504
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		11'858	11'979
Sonstige Verbindlichkeiten		17'245	19'200
Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten		62'359	56'141
Kurzfristige Beiträge der öffentlichen Hand	2.2	465	2'917
Verbindlichkeiten aus laufenden Ertragssteuern		20'206	26'720
Passive Rechnungsabgrenzungen		76'478	71'061
Kurzfristige Rückstellungen	2.2	25'297	33'181
Kurzfristige Verbindlichkeiten		225'018	233'703
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	12	28'309	24'373
Langfristige Vertragsverbindlichkeiten		23'015	19'273
Langfristige Beiträge der öffentlichen Hand	2.2	16'411	17'184
Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses		70'870	48'952
Langfristige Rückstellungen		6'980	10'219
Latente Steuerschulden		4'373	4'753
Langfristige Verbindlichkeiten		149'958	124'754
Total Verbindlichkeiten		374'976	358'457
Aktienkapital		1'196	1'202
Kapitalreserven		47'999	49'742
Gewinnreserven		730'553	806'354
Reserve für die Absicherung von Zahlungsströmen	12.3	-	2'909
Umrechnungsdifferenzen		(46'097)	(40'553)
Eigenkapital	10	733'651	819'654
Passiven		1'108'627	1'178'111

KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG

Januar bis Juni, CHF 1'000	Anhang	2020	2021
Periodengewinn		36'038	82'563
Anpassungen für			
Abschreibungen		17'542	17'195
Veränderung der Beiträge der öffentlichen Hand, der Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses und der Rückstellungen		(1'042)	3'683
Zinsertrag		(16)	(16)
Zinsaufwand		456	846
Ertragssteuern		5'296	12'468
Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente		8'030	8'558
Sonstige nicht geldwirksame Posten		1'649	(3'797)
Veränderung des Umlaufvermögens			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		23'432	14'323
Vorräte	8	(12'251)	(2'912)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6'703	(143)
Vertragsverbindlichkeiten		8'687	(11'434)
Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto)		(3'723)	(91)
Bezahlte Ertragssteuern		(7'959)	(9'828)
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit		82'842	111'415
Anlagen in Termingeldern		(120'000)	(50'000)
Rückzahlung von Termingeldern		-	50'000
Erwerb einer nicht börsenkotierten Beteiligung		-	(4'367)
Verkauf einer nicht börsenkotierten Beteiligung		4'588	-
Erhaltene Zinsen		14	12
Kauf von Sachanlagen		(4'972)	(9'699)
Zufluss aus Verkauf der Liegenschaft Hombrechtikon	3	-	4'195
Zufüsse aus Verkauf von sonstigen Sachanlagen		5	28
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte		(10'242)	(6'247)
Erhaltene Beiträge der öffentlichen Hand		-	2'437
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit		(130'607)	(13'641)
Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen		2'108	1'749
Dividendenausschüttung	10.2	(26'242)	(27'612)
Zahlung von Leasingverbindlichkeiten		(5'217)	(5'336)
Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Kreditfazilitäten		3'001	49
Aufnahme von Bankkrediten		239	-
Rückzahlung von Bankkrediten		(1'397)	(54)
Bezahlte Zinsen		(454)	(842)
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit		(27'962)	(32'046)
Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln		(870)	978
(Abnahme)/Zunahme flüssiger und geldnahe Mittel		(76'597)	66'706
Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar		266'274	148'440
Flüssige und geldnahe Mittel am 30. Juni		189'677	215'146

KONSOLIDierter EIGENKAPITALNACHWEIS

	Anhang	Aktienkapital	Kapitalreserven	Gewinnreserven	Reserve für die Absicherung von Zahlungsströmen	Umrechnungs- differenzen	Total Eigenkapital
Januar bis Juni, CHF 1'000							
Stand am 1. Januar 2020		1'187	43'434	650'085	-	(35'639)	659'067
Periodengewinn		-	-	36'038	-	-	36'038
Sonstige Ergebnisse, nach Ertragssteuern		-	-	297	-	(3'890)	(3'593)
Gesamtergebnis der Periode		-	-	36'335	-	(3'890)	32'445
Dividendenausschüttung	10.2	-	-	(26'242)	-	-	(26'242)
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen	10.3	7	2'101	-	-	-	2'108
Anteilsbasierte Vergütungen, nach Ertragssteuern	10.4/5	-	-	8'599	-	-	8'599
Stand am 30. Juni 2020		1'194	45'535	668'777	-	(39'529)	675'977
Stand am 1. Januar 2021		1'196	47'999	730'553	-	(46'097)	733'651
Periodengewinn		-	-	82'563	-	-	82'563
Sonstige Ergebnisse, nach Ertragssteuern		-	-	12'061	2'909	5'544	20'514
Gesamtergebnis der Periode		-	-	94'624	2'909	5'544	103'077
Dividendenausschüttung	10.2	-	-	(27'612)	-	-	(27'612)
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen	10.3	6	1'743	-	-	-	1'749
Anteilsbasierte Vergütungen, nach Ertragssteuern	10.4/5	-	-	8'789	-	-	8'789
Stand am 30. Juni 2021		1'202	49'742	806'354	2'909	(40'553)	819'654

Anhang zum verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss

1 BERICHTERSTATTENDE GESELLSCHAFT

Die Tecan-Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter von automatisierten Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und klinische Diagnostik. Die Gruppe ist auf Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Unterstützung 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 Nordamerika und unterhält ein Vertriebs- und Servicenetz in 52 Ländern.

Die Dachgesellschaft der Gruppe ist die Tecan Group AG, eine in der Schweiz eingetragene Aktiengesellschaft, 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 2021. Der Abschluss wurde in Übereinstimmung mit dem International Accounting Standard (IAS) 34 «Zwischenberichterstattung» erstellt und sollte in Verbindung mit der konsolidierten Jahresrechnung 2020 gelesen werden, da er eine Aktualisierung früher veröffentlichter Informationen darstellt. Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss wurde am 12. August 2021 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 Datum 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 Berichtsjahr 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 COVID-19-PANDEMIE

Im Oktober 2020 gewährten das US-Verteidigungsministerium und das US-Gesundheitsministerium staatliche Zuschüsse in Höhe von USD 32.9 Mio. (CHF 30.4 Mio.), um den Aufbau einer US-Produktion von Pipettenspitzen für Covid-19-Tests zu fördern. Einwegpipettenspitzen sind wichtige Bestandteile von molekularen Tests für SARS-CoV-2 und andere Assays, die in vollautomatischen Systemen mit hohem Durchsatz durchgeführt werden. Dank der Zuschüsse kann die Gruppe neue Produktionskapazitäten in den USA in Betrieb nehmen und die inländische Versorgung mit kritischen medizinischen Ressourcen verbessern.

Aufgrund des Aufbaus von Sicherheitsbeständen sowie der nachlassenden Nachfrage nach Verbrauchsmaterial im Zusammenhang mit Covid mussten im ersten Halbjahr 2021 Rückstellungen für Lieferantenverpflichtungen (belastende Verträge) in Höhe von CHF 5.2 Mio. gebildet werden.

Insgesamt profitiert die Gruppe weiter von einer für sie positiven Entwicklung aufgrund der Covid-19-Pandemie, wofür der hohe Auftragsbestand zum Jahresende 2020 und zusätzliche Auftragseingänge in der ersten Jahreshälfte 2021 verantwortlich waren. Darüber hinaus setzte im nicht von der Pandemie beeinflussten Geschäft eine Erholung und Normalisierung ein.

2.3 EINFÜHRUNG NEUER UND ÜBERARBEITETER/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 2021 – den Grundsätzen der Rechnungslegung, die der konsolidierten Jahresrechnung 2020 zugrunde lagen:

Standard/Ausführungsbestimmung¹

Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2 – Änderungen an IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16

IFRS 16 (ergänzt) «Leasingverhältnisse» – auf die Coronavirus-Pandemie bezogene Mietkonzessionen nach dem 30. Juni 2021

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

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

3 VERÄUSSERUNGSGRUPPE «LIEGENSCHAFT HOMBRECHTIKON»

Im Dezember 2020 nahm das Management Verkaufsverhandlungen mit einem potenziellen Käufer für die Liegenschaft in Hombrechtikon auf. Infolgedessen wurden Grundstück und Gebäude zum Jahresende als zur Veräußerung gehalten klassifiziert.

Im Januar 2021 unterzeichnete die Gruppe einen finalen Kaufvertrag zu einem Preis von insgesamt CHF 4.2 Mio. Der Gewinn aus der Transaktion (CHF 1.0 Mio.) wurde im sonstigen Betriebsertrag für 2021 erfasst.

4 ERLÖSE AUS VERTRÄGEN MIT KUNDEN

4.1 AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE UND ÜBERLEITUNG ZU DEN SEGMENTINFORMATIONEN

	Life Sciences Business			Partnering Business			Total 2020		Total Umsatz
	Erlöse Verträge mit Kunden	Leasing-verhältnisse	Umsatz Segment	Erlöse Verträge mit Kunden	Leasing-verhältnisse	Umsatz Segment	Erlöse Verträge mit Kunden	Leasing-verhältnisse	
Januar bis Juni, CHF 1'000									
Nach Regionen (nach Standort der Kunden)									
Europa	61'231	508	61'739	63'843	-	63'843	125'074	508	125'582
Amerika	72'425	-	72'425	51'437	-	51'437	123'862	-	123'862
Asien	31'014	-	31'014	23'981	-	23'981	54'995	-	54'995
Sonstige	4'183	-	4'183	1'382	-	1'382	5'565	-	5'565
Total	168'853	508	169'361	140'643	-	140'643	309'496	508	310'004
Nach Produkten und Dienstleistungen									
Produkte	131'225	-	131'225	115'574	-	115'574	246'799	-	246'799
Dienstleistungen	37'628	-	37'628	25'069	-	25'069	62'697	-	62'697
Leasingverhältnisse	-	508	508	-	-	-	-	508	508
Total	168'853	508	169'361	140'643	-	140'643	309'496	508	310'004
Nach Zeitpunkt der Erlöserfassung									
Zu einem Zeitpunkt übertragen	142'666	-	142'666	132'831	-	132'831	275'497	-	275'497
Über einen Zeitraum übertragen	26'187	-	26'187	7'812	-	7'812	33'999	-	33'999
Leasingverhältnisse	-	508	508	-	-	-	-	508	508
Total	168'853	508	169'361	140'643	-	140'643	309'496	508	310'004

	Life Sciences Business			Partnering Business			Total 2021		
	Erlöse Verträge mit Kunden	Leasing- verhält- nisse	Umsatz Segment	Erlöse Verträge mit Kunden	Leasing- verhält- nisse	Umsatz Segment	Erlöse Verträge mit Kunden	Leasing- verhält- nisse	Total Umsatz
Januar bis Juni, CHF 1'000									
Nach Regionen (nach Standort der Kunden)									
Europa	100'622	388	101'010	72'674	-	72'674	173'296	388	173'684
Amerika	109'718	-	109'718	90'909	-	90'909	200'627	-	200'627
Asien	34'293	-	34'293	39'254	-	39'254	73'547	-	73'547
Sonstige	5'353	-	5'353	832	-	832	6'185	-	6'185
Total	249'986	388	250'374	203'669	-	203'669	453'655	388	454'043
Nach Produkten und Dienstleistungen									
Produkte	205'109	-	205'109	161'926	-	161'926	367'035	-	367'035
Dienstleistungen	44'877	-	44'877	41'743	-	41'743	86'620	-	86'620
Leasingverhältnisse	-	388	388	-	-	-	-	388	388
Total	249'986	388	250'374	203'669	-	203'669	453'655	388	454'043
Nach Zeitpunkt der Erlöserfassung									
Zu einem Zeitpunkt übertragen	222'460	-	222'460	195'690	-	195'690	418'150	-	418'150
Über einen Zeitraum übertragen	27'526	-	27'526	7'979	-	7'979	35'505	-	35'505
Leasingverhältnisse	-	388	388	-	-	-	-	388	388
Total	249'986	388	250'374	203'669	-	203'669	453'655	388	454'043

5 SEGMENTINFORMATIONEN

5.1 INFORMATIONEN NACH GESCHÄFTSSEGMENTEN

	Life Sciences Business		Partnering Business		Corporate/ Konsolidierung		Gruppe	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Januar bis Juni, CHF 1'000								
Umsatz Dritte	169'361	250'374	140'643	203'669	-	-	310'004	454'043
Umsatz Intersegment	9'379	26'943	745	862	(10'124)	(27'805)	-	-
Total Umsatz	178'740	277'317	141'388	204'531	(10'124)	(27'805)	310'004	454'043
Betriebsergebnis	22'466	63'112	26'316	49'189	(6'158)	(14'509)	42'624	97'792
Abschreibungen	(11'179)	(11'152)	(6'363)	(6'043)	-	-	(17'542)	(17'195)

	2020	2021
Januar bis Juni, CHF 1'000		
Überleitung Umsatz der berichtspflichtigen Segmente		
Gesamtumsatz der berichtspflichtigen Segmente	320'128	481'848
Eliminierung des Intersegment-Umsatzes	(10'124)	(27'805)
Total konsolidierter Umsatz	310'004	454'043
Überleitung Ergebnis der berichtspflichtigen Segmente		
Total Betriebsergebnis der berichtspflichtigen Segmente	48'782	112'301
Nicht zugeordnete Kosten (Geschäftsentwicklung, Investor Relations und andere Corporate-Kosten) und Konsolidierungsbuchungen	(6'158)	(14'509)
Finanzergebnis	(1'290)	(2'761)
Konsolidierter Gewinn vor Steuern	41'334	95'031

5.2 UNTERNEHMENSWEITE ANGABEN

Anlagevermögen nach Regionen (nach Standort der Aktiven)

	Sachanlagen		Vermögenswerte aus Nutzungsrechten		Immaterielle Vermögenswerte	
	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2021
CHF 1'000						
Schweiz	17'473	18'782	19'865	18'338	104'275	104'253
Übriges Europa	5'338	5'621	5'609	5'030	6'607	6'212
Nordamerika	17'387	21'487	8'820	7'763	103'026	107'778
Asien	1'941	1'899	2'788	2'319	-	-
Total	42'139	47'789	37'082	33'450	213'908	218'243

Information über wichtige Kunden

Es gab keine Umsätze mit einem einzelnen Kunden, die insgesamt 10% des Gesamtumsatzes im ersten Halbjahr 2021 überstiegen (erstes Halbjahr 2020: Mit einem einzelnen Kunden im Geschäftssegment Partnering Business überstiegen die Umsätze [CHF 32.6 Mio.] insgesamt 10% des Gesamtumsatzes).

6 BETRIEBSAUFWAND NACH KOSTENARTEN

	2020	2021
Januar bis Juni, CHF 1'000		
Materialkosten	101'724	163'020
Personalaufwand	121'121	137'785
Abschreibungen auf Sachanlagen	4'729	4'964
Abschreibungen auf Vermögenswerten aus Nutzungsrechten	5'457	5'407
Abschreibungen auf immateriellen Vermögenswerten	7'356	6'823
Sonstige Betriebskosten	37'755	45'500
Total angefallene Betriebskosten (brutto)	278'142	363'499
Aktivierung von Entwicklungskosten in der Position Vorräte	(1'225)	(669)
Aktivierung von Entwicklungskosten in der Position Immaterielle Vermögenswerte	(9'290)	(5'023)
Sonstiger Betriebsertrag	(247)	(1'556)
Total Betriebsaufwand, gemäss Erfolgsrechnung	267'380	356'251

Im April 2020 sowie im April 2021 wurde der Schweizer Vorsorgeplan angepasst. Die Umwandlungssätze für die Berechnung der Altersrente in Bezug auf den obligatorischen und überobligatorischen Teil des Altersguthabens werden ab dem 1. Januar 2022 bzw. 2023 reduziert. Diese Anpassungen gelten als Planänderungen. Der

daraus resultierende Ertrag aus dem nachzuverrechnenden Dienstzeitaufwand in Höhe von CHF 7.0 Mio. (2020: CHF 2.2 Mio.) wurde sofort erfolgswirksam erfasst und ist in den Personalkosten enthalten.

7 ERTRAGSSTEUERN - SCHWEIZER STEUERREFORM

Am 19. Mai 2019 nahm das Schweizer Stimmvolk das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) an. Mit der Steuerreform erfolgt die Abschaffung des besonderen Steuerstatus von Holding, gemischter Gesellschaft und Domizilgesellschaft zum 1. Januar 2020 sowie die Einführung von neuen steuerlichen Massnahmen. Insoweit durch die Steuerreform Änderungen der Vorschriften für Kantons- und Gemeindesteuern erforderlich werden, müssen diese durch Anpassungen der kantonalen Steuergesetze umgesetzt werden. Am 1. September 2019 akzeptierten die Stimmbürger

des Kantons Zürich in einer Volksabstimmung die entsprechende Änderung des kantonalen Steuergesetzes. Zu den die Gruppe betreffenden Änderungen gehört eine Senkung des gesetzlichen Gewinnsteuersatzes im Kanton Zürich zum 1. Januar 2021.

In der Praxis gelten in Bezug auf das Bundesgesetz und das kantonale Steuergesetz Übergangsregelungen, um den Umstieg von den aktuellen Ermässigungen auf die neuen Steuermassnahmen zu erleichtern. Für die Gruppe ist es aufgrund dieser Massnahmen

unter anderem möglich, eine steuerwirksame Abschreibung von Step-up-Beträgen über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren vor-

zunehmen. Infolgedessen hat die Gruppe 2019 begonnen, entsprechende latente Steuerguthaben zu aktivieren.

Im Zusammenhang mit den Step-up-Beträgen aktivierte latente Steuerguthaben:

CHF T'000	2020	2021
Stand am 1. Januar	3'635	5'328
Abschreibung latenter Steuerguthaben für entsprechende in der Berichtsperiode erhaltene Steuervorteile	(363)	(377)
Erfassung latenter Steuerguthaben für Steuervorteile in zukünftigen Berichtsperioden (einmalig)	1'817	2'087
Stand am 30. Juni	5'089	7'038

Bei der Berechnung der latenten Steuerguthaben im Zusammenhang mit der Schweizer Steuerreform musste sich das Management in erheblichem Masse auf Schätzungen und Annahmen stützen.

Die endgültige Klärung ist weiterhin mit Unsicherheiten behaftet und könnte in den Folgejahren Anpassungen erforderlich machen.

8 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 zehn Jahren erfolgt, begann im Oktober 2014. Der Kunde ruft die Geräte mittels Einzelbestellungen ab. Nach Ausführung der Einzelbestellungen erfasst die

Gruppe die entsprechenden Entwicklungskosten in den Kosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen. Die verbleibenden aktivierten Entwicklungskosten beliefen sich per Ende Juni 2021 auf CHF 46.1 Mio. (31. Dezember 2020: CHF 54.5 Mio.)

Weitere Informationen zu dieser wesentlichen Schätzunsicherheit und Annahme enthält Anmerkung 2.2.4 der konsolidierten Jahresrechnung 2020.

9 SACHANLAGEN

Die Sachanlagen beinhalten Zahlungen von CHF 16.5 Mio. (31. Dezember: CHF 10.8 Mio.) für Produktionslinien, die sich im Bau befinden und noch nicht betriebsbereit sind. Davon stehen CHF 12.6 Mio. (31. Dezember: CHF 9.0 Mio.) im Zusammenhang

mit Beiträgen der öffentlichen Hand (siehe Anmerkung 2.2). Per 30. Juni 2021 beliefen sich die offenen Kaufverpflichtungen für diese Produktionslinien auf CHF 13.1 Mio.

10 EIGENKAPITAL UND MITARBEITERBETEILIGUNGSPLÄNE

10.1 VERÄNDERUNG DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Anzahl (jede Aktie hat einen Nennwert von CHF 0.10)	2020	2021
Stand am 1. Januar	11'870'912	11'958'845
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen	74'720	58'734
Stand am 30. Juni	11'945'632	12'017'579

10.2 DIVIDENDENAUSCHÜTTUNG

	2020	2021
Anzahl der dividenden- und rückzahlungsberechtigten Aktien	11'927'914	12'005'310
Dividendenausschüttung (CHF/Aktie)	1.10	1.15
Rückzahlung aus gesetzlichen Kapitaleinlagen (CHF/Aktie)	1.10	1.15

10.3 BEDINGTES AKTIENKAPITAL FÜR DIE MITARBEITERBETEILIGUNGSPÄNE

	2020	2021
Anzahl (jede Aktie hat einen Nennwert von CHF 0.10)		
Stand am 1. Januar	432'300	344'367
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen	(74'420)	(58'734)
Stand am 30. Juni	357'880	285'633
Maximale Anzahl an ausstehenden Mitarbeiteraktienoptionen und Mitarbeiteraktien	184'109	158'031

10.4 MITARBEITEROPTIONSPÄNE

(Für Einzelheiten zu den Laufzeiten und wichtigsten Bedingungen siehe Anmerkung 12.4.1 in der konsolidierten Jahresrechnung 2020.)

Veränderung der Mitarbeiteraktienoptionen:

	2020	2021
Mitarbeiteraktienoptionen		
Stand am 1. Januar	91'524	71'745
Ausgeübt	(12'745)	(8'945)
Verwirkt oder verfallen	(1'615)	(1'724)
Stand am 30. Juni	77'164	61'076
Davon ausübbar Ende der Periode	25'016	27'351

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

(Für Einzelheiten zu den Laufzeiten und wichtigsten Bedingungen siehe Anmerkung 12.4.2 in der konsolidierten Jahresrechnung 2020.)

Veränderung der Mitarbeiteraktien:

			2020	2021
Mitarbeiteraktien				
Stand am 1. Januar			169'744	137'333
PSMP Management	Plan 2017 und 2018	Erdiente und übertragene Matching Shares	(47'356)	(39'680)
PSMP Management	Plan 2020 und 2021	Zugeteilte und übertragene Aktien aus Erstzuteilung (gesperrt)	12'733	8'768
PSMP Management	Plan 2020 und 2021	Maximal zugeteilte Matching Shares	30'088	21'920
PSMP Management	Alle Pläne	Verwirkte Matching Shares	(10'758)	(154)
PSMP Management	Alle Pläne	Aktien, deren Sperre aufgehoben wurde	(78)	(78)
Verwaltungsrat	Plan 2019 und 2020	Erdiente und übertragene Aktien	(1'586)	(1'341)
Verwaltungsrat	Plan 2020 und 2021	Zugeteilte Aktien	1'323	795
Stand am 30. Juni			154'110	127'563
Davon erdient und übertragen, aber bis zum Ende der Leistungsperiode gesperrt			47'165	30'608

11 UMRECHNUNGSKURSE HAUPTWÄHRUNGEN

CHF	Schlusskurse		Durchschnittskurse Januar bis Juni	
	31.12.2020	30.06.2021	2020	2021
EUR	1	1.08	1.06	1.09
USD	1	0.89	0.97	0.91

12 FINANZINSTRUMENTE UND VERKEHRSWERTANGABEN

12.1 KLASSEN VON FINANZINSTRUMENTEN

	Flüssige und geldnahe Mittel	Sonstige kurzfristige Finanzanlagen	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	Langfristige Finanzanlagen	Total Aktiven 2020	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten/passive Rechnungsabgrenzungen	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Total Verbindlichkeiten 2020
CHF T'000									
Derivate, die nicht als Sicherungsinstrumente geführt werden									
Devisenterminkontrakte	-	2'478	-	-	2'478	(694)	-	-	(694)
Finanzinstrumente, erfolgsneutral zum Verkehrswert bewertet (FVOCI)									
Nicht börsennotierte Beteiligung	-	-	-	4,325	4'325	-	-	-	-
Finanzinstrumente, zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet¹									
Flüssige und geldnahe Mittel	128'440	-	-	-	128'440	-	-	-	-
Termingelder	20'000	320'000	-	-	340'000	-	-	-	-
Forderungen	-	-	122'911	-	122'911	-	-	-	-
Mietkautionen und sonstige Einlagen	-	-	600	1'026	1'626	-	-	-	-
Bankkredite	-	-	-	-	-	-	-	(734)	(734)
Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-	-	-	(88'600)	-	(88'600)
Sonstige									
Leasingverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(10'416)	-	(27'575)	(37'991)
Total Finanzinstrumente	148'440	322'478	123'511	5'351	599'780	(11'110)	(88'600)	(28'309)	(128'019)
Überleitungspositionen ²	-	-	11'936	-	11'936	-	(16'981)	-	(16'981)
Stand am 31. Dezember 2020	148'440	322'478	135'447	5'351	611'716	(11'110)	(105'581)	(28'309)	(145'000)

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 722).

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

	Flüssige und geldnahe Mittel	Sonstige kurzfristige Finanzanlagen	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	Langfristige Finanzanlagen	Total Aktiven 2021	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten/passive Rechnungsabgrenzungen	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Total Verbindlichkeiten 2021
Derivate, die nicht als Sicherungsinstrumente geführt werden									
Devisenterminkontrakte	-	152	-	-	152	(1'639)	-	(38)	(1'677)
Derivate, die als Sicherungsinstrumente geführt werden									
Devisenterminkontrakte	-	319	-	-	319	-	-	-	-
Bedingter Devisenterminkontrakt	-	1'730	-	-	1'730	-	-	-	-
Finanzinstrumente, erfolgsneutral zum Verkehrswert bewertet (FVOCI)									
Nicht börsennotierte Beteiligung	-	-	-	4'388	4'388	-	-	-	-
Finanzinstrumente, zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet¹									
Flüssige und geldnahe Mittel	195'146	-	-	-	195'146	-	-	-	-
Termingelder	20'000	320'000	-	-	340'000	-	-	-	-
Forderungen	-	-	110'987	-	110'987	-	-	-	-
Mietkautionen und sonstige Einlagen	-	-	533	1'081	1'614	-	-	-	-
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(49)	-	-	(49)
Bankkredite	-	-	-	-	-	-	-	(691)	(691)
Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-	-	-	(83'283)	-	(83'283)
Sonstige									
Leasingverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(10'816)	-	(23'644)	(34'460)
Total Finanzinstrumente	215'146	322'201	111'520	5'469	654'336	(12'504)	(83'283)	(24'373)	(120'160)
Überleitungspositionen ²	-	-	15'848	-	15'848	-	(18'957)	-	(18'957)
Stand am 30. Juni 2021	215'146	322'201	127'368	5'469	670'184	(12'504)	(102'240)	(24'373)	(139'117)

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 688).

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

12.2 VERKEHRSWERTHIERARCHIE (STUFE) UND VERWENDETE BEWERTUNGSTECHNIKEN

Position	Anhang	Stufe	Datenquelle	Modell
Devisenterminkontrakte		Stufe 2	Finanzdatenanbieter	(Terminkurs - [Kassakurs +/- Swappunkte]) * Betrag in Fremdwährung
Bedingter Devisenterminkontrakt	12.3	Stufe 3	Finanzdatenanbieter plus vertraglicher Zuschlag für Bedingung (0.00224)	([Terminkurs + Zuschlag für Bedingung] - [Kassakurs +/- Swappunkte]) * Betrag in Fremdwährung
Nicht börsennotierte Beteiligung	12.4	Stufe 3	n/a	Marktbezogene Umsatzmultiples
Bankkredite	12.1/2	Stufe 2	Finanzdatenanbieter	Der Verkehrswert wird durch Diskontierung der zukünftigen Geldflüsse mit dem aktuellen, für ähnliche Finanzinstrumente der Gruppe geltenden Marktzins berechnet

2020 und 2021 wurden zwischen den einzelnen Stufen keine Transfers vorgenommen.

12.3 HEDGE ACCOUNTING

Im Zusammenhang mit der Übernahme von Paramit hat die Gruppe ein bedingtes Termingeschäft zum Kauf von USD 677 Mio. sowie ein Standard-Termingeschäft zum Kauf von weiteren USD 150 Mio. abgeschlossen (insgesamt USD 827 Mio., was etwa 91% des geschätzten Kaufpreises ohne bedingte Kaufpreiszahlung entspricht). Die Sicherungsgeschäfte, deren durchschnittlicher Terminkurs 0.9201 CHF/USD betrug, wurden am Datum des Kaufvertragsvollzugs (Closing) fällig (nach dem Bilanzstichtag, am 2. August 2021). An diesem Tag wurde der Kaufpreis in USD an den Verkäufer überwiesen, gleichzeitig wurde der Gruppe von einer Bank ein Überbrückungsbudget in CHF gewährt, bis die endgültige Finanzierungsstruktur der Transaktion bereitsteht.

Da die vorgesehene Transaktion per 30. Juni 2021 als in hohem Masse wahrscheinlich einzustufen war und alle sonstigen Voraussetzungen

erfüllt waren, wendet die Gruppe darauf die Bilanzierung einer Absicherung von Zahlungsströmen (cash flow hedge accounting) an. Der Teil des Gewinns oder Verlusts aus dem Sicherungsinstrument, der als wirksame Absicherung bestimmt wird, wird daher in «Sonstige Ergebnisse» erfasst und der Reserve für die Absicherung von Zahlungsströmen zugewiesen. Mit dem Vollzug der Transaktion (Closing) wird der Betrag aus der Reserve für die Absicherung von Zahlungsströmen zum Goodwill addiert oder davon abgezogen. Ein etwaig verbleibender Gewinn oder Verlust aus dem Sicherungsinstrument stellt eine Unwirksamkeit der Absicherung dar (hauptsächlich der Zuschlag beim bedingten Termingeschäft), die sofort erfolgswirksam erfasst wird. Der unwirksame Teil im Zusammenhang mit der Absicherung von Zahlungsströmen beträgt CHF 1.5 Mio. und wird im Finanzaufwand berücksichtigt.

12.4 NICHT BÖRSENKOTIERTE BETEILIGUNG (STUFE 3)

Die Gruppe erwarb Ende 2020 eine nicht börsennotierte Beteiligung für CHF 4.3 Mio. Die in der Berichtsperiode im sonstigen Ergebnis erfassten Verkehrswertänderungen betragen insgesamt CHF 0.1 Mio.

Ein Rückgang der prognostizierten Umsätze um 10% würde sich mit geschätzten CHF 0.4 Mio. negativ auf den Verkehrswert der Beteiligung auswirken.

13 EREIGNISSE NACH BILANZSTICHTAG

13.1 ÜBERNAHME DER PARAMIT-GRUPPE

Am 23. Juni 2021 gab die Gruppe bekannt, dass sie eine Vereinbarung zum Erwerb von 100% der Paramit Group unterzeichnet hat. Der Abschluss der Transaktion erfolgte am 2. August 2021. Ab diesem Datum (Akquisitionsdatum) wird Paramit in der Tecan Group konsolidiert.

Die Paramit Group besteht aus den folgenden Einheiten:

Gesellschaft	Hauptsitz	Beteiligung in %	Aktivitäten
Paramit Acquisition Corp.		100%	S
Paramit Corp.	Morgan Hill, CA (US)	100%	P/D
Paramit Product Development - Silicon Valley, Inc.	Morgan Hill, CA (US)	100%	R/D
Emphysys Holdings, Inc.		100%	S
Emphysys, Inc.	Boston, MA (US)	100%	R/D
Paramit Malaysia Sdn. Bhd.	Penang (MY)	100%	P/D

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

Paramit entwickelt und fertigt Instrumente für die Medizinaltechnik und die Life-Science-Forschung. Die übernommene Gruppe bietet ihren Kunden voll integrierte Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Produktdesign, Prototypentwicklung, kommerzielle Fertigung, Testlösungen und Montage. Paramit beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende. Die Akquisition wird die Position von Tecan bei Lösungen für Life-Science-Forschung und In-vitro-Diagnostik (IVD) weiter stärken. Zudem wird ein neues Geschäftsfeld im attraktiven und schnell wachsenden Markt für Instrumente in der Medizinaltechnik hinzukommen. Die Übernahme bringt für Tecan sowohl in Nordamerika als auch in der APAC-Region erhebliche Entwicklungs- und kosteneffiziente Fertigungskapazitäten mit sich.

Die zu übertragende Gegenleistung wird auf USD 911 Mio. (CHF 847 Mio.) geschätzt, zuzüglich einer maximalen bedingten Kaufpreiszahlung (Earn-out) von USD 80 Mio. (CHF 74 Mio.). Der Kaufpreis wird in bar bezahlt und mit einem Überbrückungs-

kredit finanziert, der von einer Bank gewährt wird. Später wird der Überbrückungskredit teilweise durch eine genehmigte Kapitalerhöhung und die Ausgabe einer Anleihe abgelöst. Die Earn-Out-Periode endet am 30. September 2021 und die bedingte Kaufpreiszahlung basiert auf EBITDA-definierten Meilensteinen.

Aus zeitlichen Gründen lagen vor der Freigabe dieses verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses noch nicht alle Informationen für die Bewertung der erworbenen Vermögenswerte und übernommenen Schulden vor. Die Kaufpreisallokation muss noch durchgeführt werden. Für das Jahr 2022 wird ein Umsatz von USD 300 Mio. (CHF 276 Mio.) erwartet.

Die akquisitionsbedingten Kosten in Höhe von CHF 6.0 Mio. sind im ersten Halbjahr 2021 im Aufwand für Administration und Verwaltung enthalten.

13.2 WEITERE EREIGNISSE NACH BILANZSTICHTAG

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

Global.



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	Niederlande +31 18 34 48 17 4
Belgien +32 15 42 13 19	Österreich +43 62 46 89 330
China +86 21 2898 6333	Schweden +46 31 75 44 000
Deutschland +49 79 51 94 170	Schweiz +41 44 922 81 11
England +44 118 9300 300	Singapur +65 644 41 886
Frankreich +33 4 72 76 04 80	Spanien +34 93 490 01 74
Italien +39 02 92 44 790	USA +1 919 361 5200
Japan +81 44 556 73 11	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

DPCM Co. Ltd.
Lot A-2A-CN
My Phuoc 3 Indust
Ben Cat Town
Binh Duong
Vietnam

DPCM Inc.
885 Jarvis drive
Morgan Hill
CA 95037, USA

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@tecan.com
www.tecan.com

Projektleitung/Redaktion

Tecan Group AG, Männedorf
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate
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

