

Sartorius Lab Holding GmbH

Jahresabschluss 2020

Inhalt

Bilanz zum 31. Dezember 2020	2
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020	3
Anhang für das Geschäftsjahr 2020	4
Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten	6
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	8
Sonstige Angaben	10
Aufstellung des Anteilsbesitzes	11

Im gesamten Geschäftsbericht können durch mathematische Rundungen bei der Addition scheinbare Differenzen auftreten.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA (in T€)	Anhang	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019	
A. Anlagevermögen					
I. Finanzanlagen	(1)				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		542.465		130.952	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		680.606	1.223.071	0	130.952
			1.223.071		130.952
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		39.844		654.568	
2. Sonstige Vermögensgegenstände		3	39.847	8	654.576
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			18.794		154
			58.641		654.730
			1.281.712		785.682

PASSIVA (in T€)	Anhang	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019	
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	(3)	5.000		5.000	
II. Kapitalrücklage	(4)	144.581		144.581	
		149.581		149.581	
B. Rückstellungen	(5)				
Sonstige Rückstellungen		13		12	
C. Verbindlichkeiten	(6)				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.742		31.304	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.126.376		604.785	
		1.132.118		636.089	
		1.281.712		785.682	

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

in T€	Anhang	2020	2019
1. Sonstige betriebliche Erträge	(7)	2.796	982
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(8)	4.088	922
3. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen 680 (i. Vj. 503) -	(9)	680	503
4. Aufwendungen aus Verlustübernahme	(10)	27.549	141
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen 12.202 (i. Vj. 8.818) -	(11)	12.202	8.818
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen 12.322 (i. Vj. 5.794) -	(11)	12.488	6.120
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(12)	1	18
8. Ergebnis nach Steuern		- 28.448	3.102
9. Erträge aus Verlustübernahme (i. Vj. aufgrund eines Abführungsvertrages abgeführter Gewinn)	(13)	28.448	- 3.102
10. Jahresergebnis		0	0

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Sartorius Lab Holding GmbH fungiert als reine Holdinggesellschaft ohne eigenes operatives Geschäft. Die Geschäftstätigkeit beschränkt sich auf das Halten und Verwalten von Anteilen an Tochterunternehmen und Beteiligungen.

Die Sartorius Lab Holding GmbH hat ihren Sitz in Göttingen und ist unter der Nummer HRB 201403 im Handelsregister B des Amtsgerichts Göttingen eingetragen.

Der Jahresabschluss der Sartorius Lab Holding GmbH wird nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften (HGB) sowie dem Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt und in Tausend Euro (T€) angegeben. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hat die Gesellschaft die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Ausleihungen werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Zeitwert bilanziert. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderungen werden Abschreibungen vorgenommen. Zuschreibungen aufgrund des Wertaufholungsgebots werden bis zu den Anschaffungskosten vorgenommen, wenn die Gründe für eine Wertminderung entfallen sind.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag bzw. zum niedrigeren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen. Rückstellungen werden zum notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt, langfristige Rückstellungen werden dabei mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz, der von der Deutschen Bundesbank ermittelt und bekannt gegeben wird, abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Währungsumrechnung

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden mit dem Devisenkassamittelkurs zum Zeitpunkt des Geschäftsvorfalles erfasst.

Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Alle übrigen Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit ihrem Umrechnungskurs bei Rechnungsstellung oder dem höheren Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Forderungen in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Alle übrigen Fremdwährungsforderungen werden mit ihrem Umrechnungskurs bei Rechnungsstellung oder dem niedrigeren Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten

1. Finanzanlagevermögen

in T€	Anschaffungskosten				
	1.1.2020	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2020
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	257.265	411.513	0	0	668.778
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	680.606	0	0	680.606
	257.265	1.092.119	0	0	1.349.384

in T€	Kumulierte Abschreibungen						Buchwerte	
	1.1.2020	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Umbuchungen	Abgänge	Zuschreibungen	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	126.313	0	0	0	0	126.313	542.465	130.952
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	680.606	0
	126.313	0	0	0	0	126.313	1.223.071	130.952

Der deutliche Anstieg des Finanzanlagevermögens ist im Wesentlichen auf die getätigten Akquisitionen des Sartorius Konzerns im Geschäftsjahr zurückzuführen.

Die Zugänge in Höhe von T€ 411.513 entfallen auf den Zukauf der Sartorius ForteBio (Shanghai) Co., Ltd. über T€ 13.618 sowie die getätigten Kapitalerhöhungen in der Sartorius North America Inc. (T€ 397.796) und in der Sartorius Vietnam Co. Ltd. in Höhe von T€ 98.

In diesem Zuge wurden von der Sartorius Lab Holding GmbH entsprechende Ausleihungen an verbundene Unternehmen gewährt.

Zudem wurden bestehende langfristige Darlehensverträge aus den Forderungen gegen verbundene Unternehmen in die Ausleihungen an verbundene Unternehmen umgegliedert.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

in T€	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	39.844	654.568
Sonstige Vermögensgegenstände	3	8
	39.847	654.576

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich im Wesentlichen um kurzfristige Finanzforderungen. Zudem wurden bestehende langfristige Darlehensverträge aus den Forderungen gegen verbundene Unternehmen in die Ausleihungen an verbundene Unternehmen umgegliedert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. 984 T€ (i. Vj. 985 T€) der Forderungen gegen verbundene Unternehmen stammen aus Lieferungen und Leistungen.

3. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert 5.000 T€.

4. Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage beträgt im Geschäftsjahr unverändert 144.581 T€.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen ausschließlich Steuerberatungs- und Abschlussprüfungskosten.

6. Verbindlichkeiten

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

in T€	Bilanzausweis		davon mit einer Restlaufzeit		
	31. Dezember 2020	bis zu einem Jahr	ein bis fünf Jahre	über fünf Jahre	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.742	5.742	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.126.376	42.925	1.083.451	0	0
	1.132.118	48.667	1.083.451	0	0

in T€	Bilanzausweis		davon mit einer Restlaufzeit		
	31. Dezember 2019	bis zu einem Jahr	ein bis fünf Jahre	über fünf Jahre	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.304	31.304	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	604.785	87.245	517.540	0	0
	636.089	118.549	517.540	0	0

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.083.451 T€ (i. Vj. 517.540 T€) aus einem langfristigen Darlehen gegenüber der Gesellschafterin Sartorius AG, Göttingen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

7. Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von 2.796 T€ (i. Vj. 982 T€). Diese resultieren im Wesentlichen aus Bewertungseffekten aus in Fremdwährung gewährten Cash-Pooling-Verträgen.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

in T€	2020	2019
Aufwendungen aus der Währungsumrechnung	4.026	856
Bankgebühren	39	43
Sonstige Aufwendungen	13	12
Rechts- und Beratungskosten	10	11
	4.088	922

Bei den Aufwendungen aus der Währungsumrechnung handelt es sich im Wesentlichen um Bewertungseffekte aus in Fremdwährung gewährten Cash-Pooling-Verträgen.

9. Erträge aus Beteiligungen

in T€	2020	2019
Erträge aus Beteiligungen	680	503

Bei den Erträgen aus Beteiligungen der Sartorius Lab Holding GmbH handelt es sich wie im Vorjahr in voller Höhe um Dividendenzahlungen von Tochtergesellschaften.

10. Aufwendungen aus Verlustübernahme

Zwischen der Sartorius Lab Holding GmbH und der Sartorius Weighing Technology GmbH, Göttingen, besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Der Verlust in Höhe von 27.549 T€ (i. Vj. 141 T€) resultiert im Wesentlichen aus der einmaligen Übernahme der Verluste der Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2020.

11. Zinsergebnis

in T€	2020	2019
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.202	8.818
- davon aus verbundenen Unternehmen -	(12.202)	(8.818)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.488	6.120
- davon an verbundene Unternehmen -	(12.322)	(5.794)
	- 286	2.698

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Bei den Steuern vom Einkommen und Ertrag handelt es sich um Quellensteueraufwand in Höhe von 1 T€ (i. Vj. 18 T€).

13. Erträge aus Verlustübernahme

Die Sartorius Lab Holding GmbH hat einen Ergebnisabführungsvertrag mit der Sartorius AG, Göttingen, abgeschlossen und ihren Verlust des Geschäftsjahres in Höhe von 28.448 T€ (i. Vj. Gewinn 3.102 T€) übertragen.

Sonstige Angaben

Angaben zu den Organen der Gesellschaft (§ 285 Nr. 10 HGB)

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

Dr. Joachim Kreuzburg

Dipl.-Ingenieur

Vorstandsvorsitzender der Sartorius AG

Strategie, Personal, Konzernforschung, Recht & Compliance und Kommunikation

Göttingen

Rainer Lehmann

Dipl.-Kaufmann

Vorstandsmitglied der Sartorius AG

Finanzen, IT und Geschäftsprozesse

Brightwaters, New York 11718, USA

Die Geschäftsführer der Gesellschaft erhalten von der Gesellschaft keine Bezüge.

Konzernzugehörigkeit (§ 285 Nr. 14 HGB)

Die Sartorius Lab Holding GmbH, Göttingen, ist ein Tochterunternehmen der Sartorius AG, Göttingen (HRB 1970, Göttingen), und wird in deren Konzernabschluss einbezogen. Der Konzernabschluss der Sartorius AG wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und ist zudem unter www.sartorius.com verfügbar.

Es wird von der Befreiung zur Verpflichtung, einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht aufzustellen, gemäß § 291 HGB Gebrauch gemacht.

Nachtragsbericht (§285 Nr. 33 HGB)

Nach dem Stichtag haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben.

Göttingen, den 12. März 2021

Sartorius Lab Holding GmbH

Die Geschäftsführung

Dr. Joachim Kreuzburg

Rainer Lehmann

Aufstellung des Anteilsbesitzes

	Kapitalanteil	Eigenkapital des letzten Geschäfts- jahres	Ergebnis des letzten Geschäfts- jahres
	in %	T€	T€
EMEA			
Sartorius Belgium N.V., Brüssel, Belgien	100,0	- 86	201
Sartorius Weighing Technology GmbH, Göttingen, Deutschland ²	100,0	44.828	0
SI Grone 1-Verwaltungs-GmbH, Göttingen, Deutschland ¹	100,0	31	1
SIV Grone 1 GmbH & Co. KG, Göttingen, Deutschland ¹	100,0	5.781	103
SWT Treuhand GmbH, Göttingen, Deutschland ¹	100,0	27	0
Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, Göttingen, Deutschland ¹	100,0	5.329	0
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Helsinki, Finnland	100,0	2.735	443
Sartorius Nordic Oy, Helsinki, Finnland	100,0	737	282
Sartorius France S.A.S., Dourdan, Frankreich	100,0	- 728	- 514
Sartorius Ireland Ltd., Dublin, Irland	100,0	551	- 2
Sartorius Israel Ltd., Kibbutz Beit Haemek, Israel	49,0	2.106	590
Sartorius Italy S.r.l., Florenz, Italien	100,0	1.229	263
Sartorius Netherlands B.V., Amersfoort, Niederlande	100,0	569	92
Sartorius Austria GmbH, Wien, Österreich	100,0	2.871	197
Sartorius Poland Sp. z o.o., Kostrzyn, Polen	100,0	814	59
LLC Sartogsm, St. Petersburg, Russland	99,0	891	- 22
LLC Sartorius RUS, St. Petersburg, Russland	99,0	2.585	1.038
Sartorius Spain S.A., Madrid, Spanien	100,0	- 98	- 35
Sartorius South Africa (Pty) Ltd., Midrand, Südafrika ³	80,0	- 274	- 61
Sartorius Hungária Kft., Budapest, Ungarn	100,0	843	153
Essen BioScience Ltd., Hertfordshire, Vereinigtes Königreich ¹	100,0	3.922	1.170
Sartorius UK Ltd., Epsom, Vereinigtes Königreich	100,0	- 55	115
Amerika			
Sartorius Argentina S.A., Buenos Aires, Argentinien	98,5	856	447
Sartorius do Brasil Ltda., Sao Paulo, Brasilien	100,0	- 3.797	- 129
Sartorius Canada Inc., Oakville, Kanada ¹	100,0	238	23
Sartorius de México S.A. de C.V., Tepotzotlán, Mexiko ¹	99,0	1.790	265
Essen Instruments Inc., Ann Arbor, Michigan, USA ¹	100,0	104.342	8.097
Sartorius BioAnalytical Instruments Inc., Dover, Delaware, USA ¹	100,0	- 5.590	- 5.590
Sartorius North America Inc., Dover, Delaware, USA	100,0	344.436	- 4.770
Sartorius Corporation, Dover, Delaware, USA ¹	100,0	- 2.603	280

	Kapitalanteil	Eigenkapital des letzten Geschäfts- jahres	Ergebnis des letzten Geschäfts- jahres
	in %	T€	T€
Asien Pazifik			
Sartorius Australia Pty. Ltd., Dandenong South, Victoria, Australien	100,0	1.100	557
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co. Ltd., Beijing, China	100,0	25.867	- 1.434
Sartorius ForteBio (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai, China	100,0	9.169	2.840
Sartorius (Shanghai) Trading Co. Ltd., Shanghai, China	100,0	- 7.632	3.484
Sartorius Hong Kong Ltd., Kowloon, Hong Kong	100,0	2.870	179
Sartorius India Pvt. Ltd., Bangalore, Indien ^{1,3}	100,0	325	170
Essen BioScience K.K., Tokio, Japan ¹	100,0	346	156
Sartorius Japan K.K., Tokio, Japan	100,0	6.390	2.128
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia	100,0	861	33
Sartorius Singapore Pte. Ltd., Singapur, Singapur	100,0	305	53
Sartorius Korea Ltd., Seoul, Südkorea ¹	100,0	8.879	437
Sartorius (Thailand) Co. Ltd., Bangkok, Thailand	32,7	232	- 1.714
Sartorius Vietnam Co. Ltd., Ho Chi Minh Stadt, Vietnam	100,0	12	- 28

¹ Die Gesellschaften werden indirekt gehalten

² Es bestehen Ergebnisabführungsverträge

³ Die Abschlüsse lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses nicht vor, daher wurden die Angaben aus den Jahresabschlüssen des Vorjahres berücksichtigt

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Sartorius Lab Holding GmbH, Göttingen

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Sartorius Lab Holding GmbH, Göttingen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hannover, den 8. April 2021

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Thiele
Wirtschaftsprüfer

Jacob
Wirtschaftsprüfer