

Sartorius Lab Holding GmbH

Jahresabschluss 2019

Sartorius Lab Holding GmbH, Göttingen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	Anhang	31.12.2019		31.12.2018	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen					
Finanzanlagen	(1)				
Anteile an verbundenen Unternehmen			130.952		130.333
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		654.568		607.434	
2. Sonstige Vermögensgegenstände		8	654.576	11	607.445
II. Guthaben bei Kreditinstituten			154		1.487
			654.730		608.932
			785.682		739.265

Passiva

	Anhang	31.12.2019	31.12.2018
		TEUR	TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	(3)	5.000	5.000
II. Kapitalrücklage	(3)	144.581	144.581
		149.581	149.581
B. Rückstellungen	(4)		
Sonstige Rückstellungen		12	14
C. Verbindlichkeiten	(5)		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		31.304	21.001
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		604.785	568.669
		636.089	589.670
		785.682	739.265

Sartorius Lab Holding GmbH, Göttingen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	Anhang	2019	2018
		TEUR	TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	(6)	982	690
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	922	663
3. Erträge aus Beteiligungen	(8)	503	2.038
– davon aus verbundenen Unternehmen			
TEUR 503 (i. Vj. TEUR 2.038) –			
4. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages übernommener Verlust	(9)	141	71
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(10)	8.818	7.123
– davon aus verbundenen Unternehmen			
TEUR 8.818 (i. Vj. TEUR 7.123) –			
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen	(11)	0	137
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(10)	6.120	5.462
– davon an verbundene Unternehmen			
TEUR 5.794 (i. Vj. TEUR 5.306) –			
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(12)	18	25
9. Ergebnis nach Steuern		3.102	3.493
10. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn	(13)	-3.102	-3.493
11. Jahresergebnis		0	0

Sartorius Lab Holding GmbH, Göttingen

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

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 (TEUR) 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 werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Zeitwert bilanziert. 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 Bilanzpositionen

1. Finanzanlagen

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte	
	1.1.2019	Zugänge	31.12.2019	1.1.2019	Abschreibungen	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	256.646	619	257.265	126.313	0	126.313	130.952	130.333

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2019	31.12.2018
	TEUR	TEUR
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	654.568	607.434
Sonstige Vermögensgegenstände	8	11
	654.576	607.445

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten langfristige Darlehensforderungen in Höhe von TEUR 521.206 (i. Vj. TEUR 520.862). Die restlichen Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

3. Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert zum Vorjahr TEUR 5.000. Die Kapitalrücklage beträgt unverändert zum Vorjahr TEUR 144.581.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen ausschließlich Steuerberatungs- und Abschlussprüfungskosten.

5. Verbindlichkeiten

	Gesamt- betrag 31.12.2019	davon mit einer Restlaufzeit			Gesamt- betrag 31.12.2018	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu einem Jahr	ein bis fünf Jahre	über fünf Jahre		bis zu einem Jahr	ein bis fünf Jahre	über fünf Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.304	31.304	0	0	21.001	21.001	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	604.785	87.245	517.540	0	568.669	51.129	517.540	0
	636.089	118.549	517.540	0	589.670	72.130	517.540	0

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren im Wesentlichen aus einem Darlehen der Gesellschafterin, der Sartorius AG, in Höhe von TEUR 517.540. Der Anstieg der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr besteht im Wesentlichen aus der Verbindlichkeit aus Cash Pooling gegenüber der Gesellschafterin, der Sartorius AG, in Höhe von TEUR 42.044 (i. Vj. TEUR 30.205).

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

6. Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von TEUR 982 (i. Vj. TEUR 690).

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2018
	TEUR	TEUR
Aufwendungen aus der Währungsumrechnung	856	610
Bankgebühren	43	33
Sonstige Aufwendungen	12	6
Rechts- und Beratungskosten	11	14
	922	663

8. Erträge aus Beteiligungen

Bei den Erträgen aus Beteiligungen im Geschäftsjahr handelt es sich um Dividenden von Tochtergesellschaften in Höhe von TEUR 503 (i. Vj. TEUR 2.038).

9. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages übernommener Verlust

Zwischen der Sartorius Lab Holding GmbH und der Sartorius Weighing Technology GmbH, Göttingen, besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Der Verlust in Höhe von TEUR 141 (i. Vj. TEUR 71) spiegelt das Ergebnis der Gesellschaft wider.

10. Zinsergebnis

	2019	2018
	TEUR	TEUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.818	7.123
– davon aus verbundenen Unternehmen –	(8.818)	(7.123)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.120	5.462
– davon aus verbundenen Unternehmen –	(5.794)	(5.306)
	2.698	1.661

11. Abschreibungen auf Finanzanlagen

Im Geschäftsjahr gab es keine Abschreibungen auf Finanzanlagen. Im Vorjahr wurde die Beteiligung an der Sartorius Peru S.A.C, Lima, Peru um TEUR 137 abgeschrieben.

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag handelt es sich um Quellensteueraufwand in Höhe von TEUR 18 (i. Vj. TEUR 25).

13. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn

Die Sartorius Lab Holding GmbH hat einen Ergebnisabführungsvertrag mit der Sartorius AG, Göttingen, abgeschlossen und ihren Gewinn des Geschäftsjahres in Höhe von TEUR 3.102 (i. Vj. Gewinn TEUR 3.493) übertragen.

14. Sonstige Angaben

14.1 Organe

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

- Dr. Joachim Kreuzburg, Dipl.-Ingenieur, Vorstandsvorsitzender der Sartorius AG, Hannover
- Rainer Lehmann, Dipl.-Kaufmann, Vorstandsmitglied der Sartorius AG für Finanzen, IT und Geschäftsprozesse, Brightwaters, New York 11718, USA

Die Mitglieder der Geschäftsführung erhalten von der Gesellschaft keine Bezüge.

14.2 Konzernzugehörigkeit

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Sartorius Aktiengesellschaft, Göttingen, einbezogen. Es wird von der Befreiung zur Verpflichtung, einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht aufzustellen, gemäß § 291 HGB Gebrauch gemacht.

Der Konzernabschluss der Sartorius Aktiengesellschaft wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und ist zudem unter www.sartorius.com erhältlich.

Anteilsbesitzliste

Die Aufstellung des Anteilsbesitzes 2019 ist als Anlage zum Anhang angefügt.

Göttingen, 13. März 2020

Sartorius Lab Holding GmbH
Die Geschäftsführung

Dr. Joachim Kreuzburg

Rainer Lehmann

Sartorius Lab Holding GmbH, Göttingen

Aufstellung des Anteilsbesitzes 2019

	Kapital- anteil	Eigenkapital des letzten Geschäfts- jahres	Ergebnis des letzten Geschäfts- jahres
	%	TEUR	TEUR
EMEA			
Sartorius Belgium N.V., Brüssel, Belgien	100,0	-286	199
Sartorius Weighing Technology GmbH, Göttingen, Deutschland ²⁾	100,0	44.828	0
SI Grone 1-Verwaltungs-GmbH, Göttingen, Deutschland ¹⁾	100,0	30	1
SIV Grone 1 GmbH & Co. KG, Göttingen, Deutschland ¹⁾	100,0	5.828	3.516
SWT Treuhand GmbH, Göttingen, Deutschland ¹⁾	100,0	27	0
Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, Göttingen, Deutschland ¹⁾	100,0	5.329	-5.720
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Helsinki, Finnland	100,0	2.292	-2.474
Sartorius Nordic Oy, Helsinki, Finnland	100,0	456	208
Sartorius France S.A.S., Dourdan, Frankreich	100,0	-214	994
Sartorius Ireland Ltd., Dublin, Irland	100,0	605	228
Sartorius Israel Ltd., Kibbutz Beit Haemek, Israel	49,0	1.544	475
Sartorius Italy S.r.l., Florenz, Italien	100,0	937	265
Sartorius Netherlands B.V., Amersfoort, Niederlande	100,0	477	58
Sartorius Austria GmbH, Wien, Österreich	100,0	3.030	356
Sartorius Poland Sp. z o.o., Kostrzyn, Polen	100,0	1.163	319
LLC Sartogom, St. Petersburg, Russland	99,0	1.195	103
LLC Sartorius RUS, St. Petersburg, Russland	99,0	2.163	609
Sartorius South Africa (Pty) Ltd., Midrand, Südafrika	80,0	-243	12
Sartorius Spain S.A., Madrid, Spanien	100,0	-63	321
Sartorius Hungária Kft., Budapest, Ungarn	100,0	768	197
Essen BioScience Ltd., Hertfordshire, Vereinigtes Königreich ¹⁾	100,0	2.916	991
Sartorius UK Ltd., Epsom, Vereinigtes Königreich	100,0	184	770
Amerika			
Sartorius Argentina S.A., Buenos Aires, Argentinien	98,5	562	304
Sartorius do Brasil Ltda., Sao Paulo, Brasilien	100,0	-5.193	0
Sartorius de México S.A. de C.V., Tepetzotlan, Mexiko ¹⁾	99,0	1.752	-405
Sartorius Peru S.A.C., Lima, Peru	99,0	16	73
Essen Instruments Inc., Ann Arbor, Michigan, USA ¹⁾	100,0	105.813	19.627
Sartorius North America Inc., Wilmington, USA	100,0	30.916	-3.302
Sartorius Corporation, Wilmington, USA ¹⁾	100,0	-3.152	-4.646
Sartorius Canada Inc., Oakville, Kanada ¹⁾	100,0	230	26
Asien Pazifik			
Sartorius Australia Pty. Ltd., Dandenong South, Victoria, Australien	100,0	516	140
Denver Instrument (Beijing) Co. Ltd., Beijing, China	100,0	3.227	60
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co. Ltd., Beijing, China	100,0	27.711	194
Sartorius (Shanghai) Trading Co. Ltd., Shanghai, China	100,0	-11.416	-869
Sartorius Hong Kong Ltd., Kowloon, Hong Kong	100,0	2.942	-2
Sartorius India Pvt. Ltd., Bangalore, Indien ¹⁾	100,0	397	224
Essen BioScience K.K., Tokio, Japan ¹⁾	100,0	204	132
Sartorius Japan K.K., Tokio, Japan	100,0	4.421	-537
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia	100,0	890	22
Sartorius Singapore Pte. Ltd., Singapur, Singapur	100,0	273	117
Sartorius Korea Ltd., Seoul, Südkorea ¹⁾	100,0	8.723	766
Sartorius Vietnam Co. Ltd., Ho Chi Minh Stadt, Vietnam	100,0	-52	-334
Sartorius (Thailand) Co. Ltd., Bangkok, Thailand	32,7	2.087	15

¹⁾ Die Gesellschaften werden indirekt gehalten

²⁾ Es bestehen Ergebnisabführungsverträge

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 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019.

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 23. April 2020

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Thiele
Wirtschaftsprüfer

Jacob
Wirtschaftsprüfer