

Sartorius Lab Holding GmbH

Jahresabschluss 2018

Sartorius Lab Holding GmbH, Göttingen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	Anhang	31.12.2018		31.12.2017	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen					
Finanzanlagen	(1)				
Anteile an verbundenen Unternehmen			130.333		130.163
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		607.434		571.489	
2. Sonstige Vermögensgegenstände		11	607.445	5	571.494
II. Guthaben bei Kreditinstituten			1.487		5.065
			608.932		576.559
			739.265		706.722

Passiva

	Anhang	31.12.2018	31.12.2017
		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		14	14
C. Verbindlichkeiten	(5)		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		21.001	7.064
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		568.669	549.955
3. Sonstige Verbindlichkeiten		0	108
– davon aus Steuern TEUR 0 (i. Vj. TEUR 55) –			
		589.670	557.127
		739.265	706.722

Sartorius Lab Holding GmbH, Göttingen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	Anhang	2018	2017
		TEUR	TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	(6)	690	1.351
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	663	46.679
3. Erträge aus Beteiligungen	(8)	2.038	2.157
– davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.038 (i. Vj. TEUR 2.157) –			
4. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages übernommener Verlust	(9)	71	1.166
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(10)	7.123	12.727
– davon aus verbundenen Unternehmen EUR 7.123 (i. Vj. TEUR 12.727) –			
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen	(11)	137	1.000
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(10)	5.462	7.301
– davon an verbundene Unternehmen EUR 5.306 (i. Vj. TEUR 7.225) –			
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(12)	25	16
9. Ergebnis nach Steuern		3.493	-39.927
10. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn (i. Vj. Ertrag aus Verlustübernahme)	(13)	-3.493	39.927
11. Jahresergebnis		0	0

Sartorius Lab Holding GmbH, Göttingen

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

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	
	1.1.2018	Zugänge	31.12.2018	1.1.2018	Abschreibungen	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	256.339	307	256.646	126.176	137	126.313	130.333	130.163

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2018	31.12.2017
	TEUR	TEUR
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	607.434	571.489
Sonstige Vermögensgegenstände	11	5
	607.445	571.494

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten langfristige Darlehensforderungen in Höhe von TEUR 520.862 (i. Vj. TEUR 519.343). 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 31.12.2018	davon mit einer Restlaufzeit			Gesamt- betrag 31.12.2017	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 gegen- über Kreditinstituten	21.001	21.001	0	0	7.064	7.064	0	0
Verbindlichkeiten gegen- über verbundenen Unternehmen	568.669	51.129	517.540	0	549.955	12.415	537.540	0
Sonstige Verbindlich- keiten	0	0	0	0	108	108	0	0
	589.670	72.130	517.540	0	557.127	19.587	537.540	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 30.205 (i. Vj. Forderung TEUR 17.464).

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 690 (i. Vj. TEUR 1.332).

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	2017
	TEUR	TEUR
Aufwendungen aus der Währungsumrechnung	610	46.637
Bankgebühren	33	24
Rechts- und Beratungskosten	14	12
Sonstige Aufwendungen	6	6
	663	46.679

8. Erträge aus Beteiligungen

Bei den Erträgen aus Beteiligungen im Geschäftsjahr handelt es sich um Dividenden von Tochtergesellschaften in Höhe von TEUR 2.038 (i. Vj. TEUR 2.157).

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 71 (i. Vj. TEUR 1.166) spiegelt das Ergebnis der Gesellschaft wider.

10. Zinsergebnis

	2018	2017
	TEUR	TEUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.123	12.727
– davon aus verbundenen Unternehmen –	(7.123)	(12.727)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.462	7.301
– davon aus verbundenen Unternehmen –	(5.306)	(7.225)
	1.661	5.426

11. Abschreibungen auf Finanzanlagen

Im Geschäftsjahr wurde die Beteiligung an der 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 im Wesentlichen um Quellensteueraufwand in Höhe von TEUR 25 (i. Vj. betragen die Steuern vom Einkommen und Ertrag TEUR 16).

13. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn/i. Vj. Ertrag aus Verlustübernahme

Die Sartorius Lab Holding GmbH hat einen Ergebnisabführungsvertrag mit der Sartorius AG, Göttingen, abgeschlossen und ihren Gewinn des Geschäftsjahres in Höhe von TEUR 3.494 (i. Vj. Verlust TEUR 39.927) übertragen.

14. Sonstige Angaben

14.1 Organe

Im Berichtsjahr waren Geschäftsführer der Gesellschaft:

- Dr. Joachim Kreuzburg, Dipl.-Ingenieur, Hannover
- Rainer Lehmann, Dipl.-Kaufmann, 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 2018 ist als Anlage zum Anhang angefügt.

Göttingen, 28. März 2019

Sartorius Lab Holding GmbH
Die Geschäftsführung

Dr. Joachim Kreuzburg

Rainer Lehmann

Sartorius Lab Holding GmbH, Göttingen

Aufstellung des Anteilsbesitzes 2018

	Kapital- anteil	Eigenkapital des letzten Geschäfts- jahres	Ergebnis des letzten Geschäfts- jahres
	%	TEUR	TEUR
EMEA			
Sartorius Belgium N.V., Brüssel, Belgien	100,0	-485	258
Sartorius Weighing Technology GmbH, Göttingen, Deutschland ²⁾	100,0	44.828	0
SI Grone 1-Verwaltungs-GmbH, Göttingen, Deutschland ¹⁾	100,0	29	1
SIV Grone 1 GmbH & Co. KG, Göttingen, Deutschland ¹⁾	100,0	2.312	-593
SWT Treuhand GmbH, Göttingen, Deutschland ¹⁾	100,0	27	1
Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, Göttingen, Deutschland ¹⁾	100,0	3.951	-7.367
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Helsinki, Finnland	100,0	4.765	-1.067
Sartorius Nordic Oy, Helsinki, Finnland	100,0	248	120
Sartorius France S.A.S., Dourdan, Frankreich	100,0	-1.208	61
Sartorius Ireland Ltd., Dublin, Irland	100,0	377	132
Sartorius Israel Ltd., Kibbutz Beit Haemek, Israel	49,0	1.656	949
Sartorius Italy S.r.l., Florenz, Italien	100,0	707	112
Sartorius Netherlands B.V., Amersfoort, Niederlande	100,0	419	183
Sartorius Austria GmbH, Wien, Österreich	100,0	2.817	142
Sartorius Poland Sp. z o.o., Kostrzyn, Polen	100,0	833	341
LLC Sartogosc, St. Petersburg, Russland	100,0	955	11
LLC Sartorius RUS, St. Petersburg, Russland	100,0	1.345	466
Sartorius Spain S.A., Madrid, Spanien	100,0	-384	388
Sartorius Hungária Kft., Budapest, Ungarn	100,0	591	187
Essen BioScience Ltd., Hertfordshire, Vereinigtes Königreich ¹⁾	100,0	1.801	449
Sartorius UK Ltd., Epsom, Vereinigtes Königreich	100,0	-574	187
Amerika			
Sartorius Argentina S.A., Buenos Aires, Argentinien	100,0	516	-167
Sartorius do Brasil Ltda., Sao Paulo, Brasilien	100,0	-5.284	-405
Sartorius de México S.A. de C.V., Tepotzotlan, Mexiko ¹⁾	100,0	2.041	311
Sartorius Peru S.A.C., Lima, Peru	100,0	-55	-104
Essen Instruments Inc., Ann Arbor, Michigan, USA ¹⁾	100,0	84.390	12.362
Sartorius North America Inc., Wilmington, USA	100,0	25.793	-5.074
Sartorius Corporation, Wilmington, USA ¹⁾	100,0	1.466	-667
Sartorius Canada Inc., Oakville, Kanada ¹⁾	100,0	191	22
Asien Pazifik			
Sartorius Australia Pty. Ltd., Dandenong South, Victoria, Australien	100,0	370	25
Denver Instrument (Beijing) Co. Ltd., Beijing, China	100,0	3.146	1
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co. Ltd., Beijing, China	100,0	27.326	-503
Sartorius (Shanghai) Trading Co. Ltd., Shanghai, China	100,0	-10.474	-3.424
Biohit Biotech (Suzhou) Co. Ltd., Shanghai, China ¹⁾	100,0	987	-839
Sartorius Hong Kong Ltd., Kowloon, Hong Kong	100,0	2.730	-6
Sartorius India Pvt. Ltd., Bangalore, Indien ¹⁾	100,0	119	181
Essen BioScience K.K., Tokio, Japan ¹⁾	100,0	70	140
Sartorius Japan K.K., Tokio, Japan	100,0	4.805	-318
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia	100,0	843	161
Sartorius Singapore Pte. Ltd., Singapur, Singapur	100,0	152	-484
Sartorius Korea Ltd., Seoul, Südkorea ¹⁾	100,0	8.071	885
Sartorius Vietnam Co. Ltd., Ho Chi Minh Stadt, Vietnam	100,0	276	-28
Sartorius (Thailand) Co. Ltd., Bangkok, Thailand	49,0	1.869	376

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 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 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 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018.

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.

Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt

Unter Inanspruchnahme der Erleichterungsvorschrift des § 264 Abs. 3 HGB wurden kein Lagebericht aufgestellt. Im Zeitpunkt der Beendigung unserer Abschlussprüfung konnte nicht abschließend beurteilt werden, ob die Befreiungsvorschrift des § 264 Abs. 3 HGB zu Recht in Anspruch genommen worden ist, weil die Voraussetzungen nach § 264 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 Buchst. c) bis e) HGB ihrer Art nach erst zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt werden können. Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss ist diesbezüglich nicht modifiziert.

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 unsere Prüfungsurteile 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 unsere Prüfungsurteile 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 dieser Systeme 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 jeweiliges 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 29. März 2019

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Thiele
Wirtschaftsprüfer

Jacob
Wirtschaftsprüfer