

Vergütungsbericht

1. Grundzüge des Vergütungssystems des Vorstands

Allgemeines

Die Festlegung der Vergütung der Vorstandsmitglieder der Sartorius AG unterliegt der Zuständigkeit des Aufsichtsratsplenums. Die Höhe der Vergütung eines Vorstandsmitglieds richtet sich nach seinem Verantwortungsbereich, seiner persönlichen Leistung, der wirtschaftlichen Lage und der nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens. Zudem wird die Üblichkeit der Vergütung unter Berücksichtigung des Vergleichsumfelds und der Vergütungsstruktur, die ansonsten im eigenen und in vergleichbaren Unternehmen gilt, berücksichtigt.

Die Vergütung setzt sich aus erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten zusammen und wird regelmäßig hinsichtlich ihrer Angemessenheit überprüft. Die erfolgsbezogene Vergütung besteht aus jährlich abzurechnenden Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung. Die erfolgsunabhängige Vergütung wird im Jahr der Gewährung ausbezahlt. Die jährlichen und die langfristigen erfolgsbezogenen Komponenten stellen bei 100%iger Zielerreichung grundsätzlich die Hälfte der Gesamtvergütung exklusive der Versorgungszusage und der Nebenleistungen dar.

Erfolgsbezogene Vergütung

Der jährlich abzurechnende Teil der erfolgsbezogenen Vergütung basiert auf den gewichteten Komponenten Umsatz|Auftragseingang, underlying EBITDA und dem dynamischen Verschuldungsgrad. Sie sehen eine Mindestzielerreichung vor und sind abhängig vom Grad der Erreichung des Ziels, das vom Aufsichtsrat bei jedem einzelnen Teilziel festgelegt wird. Jede Komponente sieht eine Obergrenze (Cap) für die Auszahlung vor. Die erfolgsbezogene Vergütung wird nach Feststellung des Jahresabschlusses und damit erst im Folgejahr abgerechnet und ausbezahlt.

Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung

Die gewichteten Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung beziehen sich zum einen auf die Entwicklung des Konzernjahresüberschusses in einem mehrjährigen Zeitraum, zum anderen auf die Kursentwicklung der Aktien der Sartorius AG. Diese

Bestandteile haben eine drei- bzw. mindestens vierjährige Laufzeit und kommen damit nach zwei bzw. frühestens drei Jahren nach Ablauf des Geschäftsjahres der Gewährung zur Auszahlung.

a) Konzernjahresüberschuss

Bemessungsgrundlage ist der Konzernjahresüberschuss nach Minderheiten exklusive Amortisation (Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Unternehmenszusammenschlüssen gem. IFRS 3). Die einem Jahr zugeordnete Zielerreichung basiert auf dem Durchschnitt der mit diesem Jahr beginnenden drei Geschäftsjahre. Zur Glättung der Auszahlungsbeträge erfolgt eine Abschlagszahlung in Höhe von 50 % der Zielerreichung des jeweils ersten Geschäftsjahres. Etwaige Überzahlungen von Abschlägen werden bei Feststehen der Gesamtzielerreichung nach dem dritten Geschäftsjahr mit anderen Vergütungskomponenten verrechnet. Auch diese Komponente sieht eine Obergrenze (Cap) für die Auszahlung vor.

b) Phantom Stock-Plan

Mit der Ausgabe von virtuellen Aktien (Phantom Stocks) werden die Vorstandsmitglieder so gestellt, als ob sie Inhaber einer bestimmten Anzahl von Aktien der Sartorius AG wären, ohne jedoch dividendenberechtigt zu sein. Die Wertentwicklung dieser Phantom Stocks ist an die Kursentwicklung der Sartorius Aktie gekoppelt. Dabei werden sowohl Kursgewinne als auch Kursverluste berücksichtigt. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die Phantom Stocks anhand des aktuellen Aktienkurses bewertet und ihr Gegenwert ausbezahlt, sofern die Bedingungen dafür vorliegen. Die Phantom Stocks sind nicht handelbar und beinhalten kein Aktienbezugsrecht.

Der Phantom Stock-Plan sieht im Detail vor, dass das jeweilige Vorstandsmitglied am Anfang eines jeden Jahres Phantom Stocks im Wert eines vereinbarten Geldbetrags zugeschrieben bekommt. Die Auszahlung der Phantom Stocks kann nur als gesamte Jahrestanche und jeweils frühestens nach vier Jahren und spätestens nach acht Jahren verlangt werden.

Ein Auszahlungsanspruch besteht nur, wenn der Aktienkurs zum Zeitpunkt der Auszahlung gegenüber dem Zeitpunkt der Zuteilung der Phantom Stocks eine Mindestwertsteigerung von 7,5% pro Jahr oder eine bessere Wertentwicklung als der TecDAX als Vergleichsindex erzielt hat. Eine nachträgliche Veränderung der Vergleichsparameter schließt der Phantom Stock-Plan aus.

Die Auszahlung erfolgt maximal zu einem Abrechnungskurs in Höhe des 2,5-fachen Aktienkurses zum Zeitpunkt der Zuschreibung der Phantom Stocks (Cap), jeweils bezogen auf die einzelne Jahrestanche.

Maßgeblich für die Zuteilung der Phantom Stocks sowie für deren spätere Auszahlung ist bis zum Jahr 2015 der Mittelwert der durchschnittlichen Aktienkurse beider Aktiegattungen der Sartorius AG und ab dem Jahr 2016 der Mittelwert der durchschnittlichen Aktienkurse der Vorzugsaktie der Sartorius AG in der Schlussauktion des XETRA-Handels an der Frankfurter Wertpapierbörse der letzten 20 Börsenhandelstage des Vorjahres bzw. vor dem Zeitpunkt des Auszahlungsbeginns. Dies dient dem Ausgleich kurzfristiger Kurschwankungen.

Es besteht eine Ausübungssperre von jeweils vier Wochen vor der voraussichtlichen Bekanntgabe von Quartalsergebnissen und der vorläufigen Jahresergebnisse sowie von 20 Börsenhandelstagen nach tatsächlich erfolgter Veröffentlichung von Quartalsergebnissen und der vorläufigen Jahresergebnisse. Mit den hierdurch eingegrenzten Auszahlungsfenstern soll eine Begünstigung der Vorstandsmitglieder durch Insiderwissen ausgeschlossen werden.

Versorgungszusagen

Die Mitglieder des Vorstands erhalten grundsätzlich leistungsorientierte Versorgungszusagen bei der ersten Wiederbestellung. Diese sehen neben einer Basisabsicherung einen Eigenbeitrag des Vorstandsmitglieds aus variablen Bezügen und einen Bonusbeitrag der Gesellschaft in gleicher Höhe vor. Die Versorgungsleistung kann je nach Wahlrecht des Vorstandsmitglieds in Form von Ruhegeld als Rente oder Einmalzahlung für die Fälle Alter und Invalidität sowie in Form von Hinterbliebenengeld für Witwen und Waisen gewährt werden.

Für ein Vorstandsmitglied besteht darüber hinaus aus einer älteren Versorgungszusage zusätzlich eine leistungsorientierte Versorgungsleistung in Abhängigkeit vom Gehalt eines Bundesbeamten der Besoldungsgruppe 10 der Besoldungsordnung B des Bundesbesoldungsgesetzes. Die Versorgungsleistung wird in Form von Ruhegeld für die Fälle Alter und Invalidität sowie in Form von Hinterbliebenengeld für Witwen und Waisen gewährt.

Für alle Versorgungszusagen ist die Vollendung des 65. Lebensjahres als reguläre Altersgrenze vorgesehen.

Sonstige Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem sieht vor, dass der Aufsichtsrat bei außerordentlichen Leistungen eines Vorstandsmitglieds eine Sondervergütung nach billigem Ermessen gewähren kann.

Vorzeitige Beendigung der Vorstandstätigkeit

Für den Fall der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit sehen die Anstellungsverträge ein Abfindungs-Cap in Höhe von maximal zwei Jahresgehältern vor.

Wettbewerbsverbot

Die Anstellungsverträge sehen ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot für die Dauer von 2 Jahren nach Beendigung des Anstellungsvertrages vor. Für den Fall, dass nicht auf das Wettbewerbsverbot verzichtet oder es aufgehoben wird, ist für die Dauer des Wettbewerbsverbots die Hälfte der zuletzt gewährten Bezüge zu zahlen.

Nebenleistungen

Über die genannten Vergütungsbestandteile hinaus wird den Mitgliedern des Vorstands als Nebenleistung jeweils ein Kraftfahrzeug zur Verfügung gestellt, Kosten von Dienstreisen erstattet, eine Unfallversicherung und eine D&O-Versicherung abgeschlossen. Die D&O-Versicherung sieht einen Selbstbehalt in der gesetzlichen Höhe vor.

Aktienvergütung

In der Regel ist keine Übertragung von Aktien der Sartorius AG als Vergütungsbestandteil vorgesehen. Als Ausnahme hiervon wurde Herrn Dr. Kreuzburg im Dezember 2014 im Zusammenhang mit der dritten Verlängerung seiner Bestellung als Mitglied und Vorsitzendem des Vorstands eine Aktienvergütung mit spezifischen Erdienungsbedingungen zugesagt; vgl. dazu unten Ziff. 3.

2. Vergütung des Vorstands im Geschäftsjahr

Die Gesamtbezüge für die aktive Vorstandstätigkeit aller Vorstandsmitglieder zusammen beliefen sich im Jahr 2018 insgesamt auf 5.703 T€ nach 3.492 T€ im Vorjahr. Davon entfielen 2.022 T€ auf die erfolgsunabhängige Vergütung (2017: 1.836 T€) und 1.719 T€ (2017: 1.452 T€) auf die erfolgsbezogene Vergütung sowie auf Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung. Darüber hinaus wurde im Rahmen der bestehenden Versorgungszusagen für die Vorstandsmitglieder ein Dienstzeitaufwand in Höhe von insgesamt 393 T€ nach 430 T€ im Vorjahr aufwandswirksam erfasst.

Gesamtbezüge des Vorstands gemäß § 314 Abs. 1 Nr. 6 HGB

in T€	Vorstand (gesamt)		Dr. Joachim Kreuzburg		Rainer Lehmann (ab 01.03.2017)		Reinhard Vogt (bis 31.12.2018)	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Festvergütung	1.815	1.685	863	832	414	333	538	520
Nebenleistungen ¹⁾	207	151	15	15	174	117	18	19
Erfolgsunabhängige Vergütung	2.022	1.836	878	847	588	450	556	539
Erfolgsbezogene Vergütung (1 Jahr) ²⁾	957	735	455	363	218	145	284	227
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung								
Konzernjahresüberschuss (3 Jahre) ³⁾	307	296	189	184	0	0	118	112
Phantom Stock-Plan (4 - 8 Jahre) ⁴⁾	455	421	216	208	104	83	135	130
	1.719	1.452	860	755	322	228	537	469
Zugesagte Leistungen nach regulärer Beendigung	1.962	0	0	0	0	0	1.962	0
Vergütung Ehemalige Vorstände	0	204						
Gesamtbezüge	5.703	3.492	1.738	1.602	910	678	3.055	1.008

¹⁾ Die Beiträge zur D&T-Versicherung in Höhe von insgesamt 159 T€ (Vorjahr: 161 T€) sind nicht enthalten, da sie sich auf die Organmitglieder aller Gesellschaften des Sartorius Konzerns beziehen und eine Zuordnung auf einzelne Versicherte nicht erfolgt. Die aufgeführten Nebenleistungen umfassen die lohnsteuerpflichtigen Zahlungen für Dienstfahrzeuge und Familienheimfahrten.

²⁾ Wert entsprechend tatsächlicher Zielerreichung

³⁾ Wert entsprechend tatsächlicher Zielerreichung des Plans, der im Geschäftsjahr endete, d. h. für 2018: Konzernjahresüberschuss 2016 - 2018 (Vorjahr: Konzernjahresüberschuss 2015 - 2017)

⁴⁾ Beizulegender Zeitwert im Gewährungszeitpunkt

Im Rahmen der auf dem Konzernjahresüberschuss dreier aufeinander folgender Geschäftsjahre basierenden Vergütungskomponente erhält jedes Vorstandsmitglied nach dem ersten Geschäftsjahr eine Abschlagszahlung in Höhe von 50 % der Zielerreichung dieses Geschäftsjahres. Bei Feststehen der Gesamtzielerreichung nach dem dritten Geschäftsjahr erfolgt dann die abschließende Auszahlung unter Anrechnung der jeweiligen Abschlagszahlung. Die Höhe der insgesamt ausgezahlten Abschläge stellt sich zum Ende des Berichtsjahres wie folgt dar:

	2018 in T€	2017 in T€
Stand zum 01.01. des Geschäftsjahres	391	387
verrechnete Abschläge	- 222	- 165
gezahlte Abschläge	185	169
Stand zum 31.12. des Geschäftsjahres	354	391

3. Angaben zu anteilsbasierter Vergütung

Bei den Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung ist der Phantom-Stock-Plan grundsätzlich als anteilsbasierte Vergütung einzustufen, ebenso die Herrn Dr. Kreuzburg im Dezember 2014 im Zusammenhang mit der dritten Verlängerung seiner Bestellung als Mitglied und Vorsitzendem des Vorstands zugesagte Aktienvergütung. Herr Dr. Kreuzburg hält nunmehr seit dem 18. Dezember 2015 je 100.000 Stamm- und Vorzugsaktien. Die übertragenen Aktien unterliegen einer Haltefrist, die am 10. November 2019 endet. Sollte Herr Dr. Kreuzburg das Unternehmen auf eigenen Wunsch vor dem 11. November 2019 verlassen, so muss er die Hälfte der übertragenen Aktien zurückübertragen.

Der auf diese Aktiengewährung entfallende Betrag ist seit dem 16. Dezember 2014 über den zu erfüllenden Erdienungszeitraum ergebniswirksam als Personalaufwand zu verteilen. Im Geschäftsjahr 2018 wurde entsprechend ein Betrag in Höhe von 504 T€ als Personalaufwand aus Aktiengewährung erfasst.

Der ergebniswirksam erfasste Personalaufwand im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	2018 in T€	2017 in T€
Vorstand (gesamt)		
Aktienbasierte Vergütung	1.544	1.607
Phantom Stocks	1.040	366
Aktiengewährung	504	1.241

	2018 in T€	2017 in T€
Dr. Joachim Kreuzburg		
Aktienbasierte Vergütung	995	1.404
Phantom Stocks	491	163
Aktiengewährung	504	1.241

	2018 in T€	2017 in T€
Rainer Lehmann (ab 01.03.2017)		
Aktienbasierte Vergütung	162	65
Phantom Stocks	162	65
Aktiengewährung	0	0

	2018 in T€	2017 in T€
Jörg Pfirrmann (bis 28.02.2017)		
Aktienbasierte Vergütung	80	36
Phantom Stocks	80	36
Aktiengewährung	0	0

	2018 in T€	2017 in T€
Reinhard Vogt (bis 31.12.2018)		
Aktienbasierte Vergütung	307	102
Phantom Stocks	307	102
Aktiengewährung	0	0

Angabe zu Phantom Stocks

	Anzahl Phantom Stocks	Zuteilungskurs in €	Zeitwert bei Gewährung auf den 01.01. des jeweiligen Jahres in T€	Zeitwert zum Jahresabschluss 31.12.2017 in T€	Zeitwert zum Jahresabschluss 31.12.2018 in T€	Ausgezahlt im Geschäftsjahr 2018 in T€	Wertveränderung im Geschäftsjahr 2018 in T€	Status
Dr. Joachim Kreuzburg								
Tranche Geschäftsjahr 2014	8.032	21,01	169	422	0	422	0	ausgezahlt in 2018
Tranche Geschäftsjahr 2015	7.360	24,70	182	454	454	0	0	nicht ausübbar
Tranche Geschäftsjahr 2016	3.484	57,41	200	225	359	0	134	nicht ausübbar
Tranche Geschäftsjahr 2017	2.950	70,51	208	163	281	0	118	nicht ausübbar
Summe Tranchen Vorjahre	21.826		759	1.264	1.094	422	252	
Tranche Geschäftsjahr 2018	2.685	80,32	216	0	239	0	23	nicht ausübbar
Summe Tranchen Gesamt	24.511		975	1.264	1.333	422	275	
Rainer Lehmann								
Tranche Geschäftsjahr 2017	1.182	70,51	83	65	112	0	47	nicht ausübbar
Summe Tranchen Vorjahre	1.182		83	65	112	0	47	
Tranche Geschäftsjahr 2018	1.289	80,32	104	0	115	0	11	nicht ausübbar
Summe Tranchen Gesamt	2.471		187	65	227	0	58	
Jörg Pfirrmann								
Tranche Geschäftsjahr 2014	3.452	21,01	73	181	0	181	0	ausgezahlt in 2018
Tranche Geschäftsjahr 2015	3.140	24,70	78	194	194	0	0	nicht ausübbar
Tranche Geschäftsjahr 2016	1.416	57,41	81	91	146	0	55	nicht ausübbar
Tranche Geschäftsjahr 2017	644	70,51	45	36	61	0	25	nicht ausübbar
Summe Tranchen Vorjahre	8.652		277	502	401	181	80	
Reinhard Vogt								
Tranche Geschäftsjahr 2014	4.880	21,01	103	256	0	256	0	ausgezahlt in 2018
Tranche Geschäftsjahr 2015	4.456	24,70	110	275	275	0	0	nicht ausübbar
Tranche Geschäftsjahr 2016	2.176	57,41	125	140	224	0	84	nicht ausübbar
Tranche Geschäftsjahr 2017	1.844	70,51	130	102	176	0	74	nicht ausübbar
Summe Tranchen Vorjahre	13.356		468	773	675	256	158	
Tranche Geschäftsjahr 2018	1.673	80,32	134	0	149	0	15	nicht ausübbar
Summe Tranchen Gesamt	15.029		602	773	824	256	173	

Die Anzahl der gewährten Phantom Stocks sowie die jeweiligen Zuteilungskurse wurden auf die Verhältnisse nach dem in 2016 erfolgten Aktiensplit angepasst.

4. Versorgungszusagen

Der Vorstandsversorgungsplan sieht für Herrn Dr. Kreuzburg eine Alters- und Invalidenrente und für die Herren Lehmann und Vogt eine Altersrente vor. Hierzu wird für das Vorstandsmitglied jährlich ein Versorgungsbeitrag in Höhe eines Prozentsatzes des versorgungsfähigen Einkommens sowie der versorgungsfähigen Tantieme in eine Rückdeckungsversicherung eingezahlt. Der Versorgungsbeitrag beträgt für Herrn Dr. Kreuzburg 10 %, für Herrn Vogt 14 % und für Herrn Lehmann 9 % des versorgungsfähigen Einkommens, welches der Festvergütung entspricht.

Sofern das Vorstandsmitglied einen Eigenbeitrag aus Entgeltumwandlung an die Rückdeckungsversicherung erbringt, leistet Sartorius zum jeweiligen Stichtag einen entsprechenden zusätzlichen Versorgungsbeitrag für Herrn Dr. Kreuzburg in Höhe von 5 %, und für Herrn Vogt in Höhe von 7 % der versorgungsfähigen Tantieme, die sich aus der einjährigen variablen Vergütung und der sich auf den Konzernjahresüberschuss beziehenden mehrjährigen Vergütung zusammensetzt. Die Höhe der späteren Versorgungs-

leistung von Sartorius an das Vorstandsmitglied und seine Hinterbliebenen richtet sich nach der bis zur Fälligkeit erreichten Ablaufleistung der Versicherung einschließlich der von ihr erzielten Überschussanteile. An der Rückdeckungsversicherung selbst erwirbt das Vorstandsmitglied keine Rechte, diese stehen jederzeit alleine Sartorius zu.

Eine Herrn Dr. Kreuzburg bereits früher zugesagte Versorgungsvereinbarung sieht darüber hinaus ein monatliches Ruhegeld in Höhe von 70 % des Grundgehaltes eines Bundesbeamten der Besoldungsgruppe 10 der Besoldungsordnung B des Bundesbesoldungsgesetzes in dessen jeweiliger Fassung vor. Mit jedem vollen Dienstjahr werden 5 % des vollen Ruhegehaltes erdient, bis nach 20 Jahren das volle Ruhegeld erreicht ist. Die Regelungen zur Hinterbliebenenversorgung sehen grundsätzlich ein Witwengeld in Höhe von 60 % sowie Waisengeld für jedes Kind von 20 % des Ruhegeldes vor.

Das voraussichtliche Ruhegehalt, der Barwert der Pensionsverpflichtungen sowie der Dienstzeitaufwand ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

in T€	Voraussichtliches Ruhegehalt p. a.	Barwert der Pensionsverpflichtung (IFRS)		Dienstzeitaufwand (IFRS)	
		31.12.2018	31.12.2017	2018	2017
Dr. Joachim Kreuzburg	243	3.385	2.989	257	258
Rainer Lehmann	27	62	27	37	30
Jörg Pfirrmann	46	477	442	0	43
Reinhard Vogt	39	743	604	99	99
	355	4.667	4.062	393	430

5. Angaben gemäß den Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)

In der nachfolgenden Tabelle werden gemäß den Anforderungen des DCGK in Ziffer 4.2.5 vom Februar 2017 die für das Jahr 2018 gewährten Zuwendungen einschließlich der Nebenleistungen und inklusive der erreichbaren Maximal- und Minimalvergütung bei variablen Vergütungskomponenten dargestellt:

Gewährte Zuwendungen in T€	Dr. Joachim Kreuzburg				Rainer Lehmann (ab 01.03.2017)				Jörg Pfirrmann (bis 28.02.2017)				Reinhard Vogt (bis 31.12.2018)			
	2018 (min)	2018 (max)	2018	2017	2018 (min)	2018 (max)	2018	2017	2018 (min)	2018 (max)	2018	2017	2018 (min)	2018 (max)	2018	2017
Festvergütung	863	863	863	832	414	414	414	333	0	0	0	54	538	538	538	520
Nebenleistungen	15	15	15	15	174	174	174	117	0	0	0	2	18	18	18	19
Erfolgsunabhängige Vergütung	878	878	878	847	588	588	588	450	0	0	0	56	556	556	556	539
Erfolgsbezogene Vergütung (1 Jahr)	0	518	432	416	0	248	207	167	0	0	0	27	0	323	269	260
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung																
Konzernjahresüberschuss 2018 (2018 - 2020)	0	259	216		0	125	104		0	0	0		0	162	135	
Konzernjahresüberschuss 2017 (2017 - 2019)				208				83				45				130
Phantom Stock-Plan 2018 (Haltefrist 2018 - 2021)	0	540	216		0	260	104		0	0	0		0	335	134	
Phantom Stock-Plan 2017 (Haltefrist 2017 - 2020)				208				83				45				130
	878	2.195	1.742	1.679	588	1.221	1.003	783	0	0	0	173	556	1.376	1.094	1.059
Versorgungsaufwand	257	257	257	258	37	37	37	30	0	0	0	43	99	99	99	99
Gesamtvergütung	1.135	2.452	1.999	1.937	625	1.258	1.040	813	0	0	0	216	655	1.475	1.193	1.158

Die Zuflüsse der verschiedenen Vergütungskomponenten im Berichtsjahr ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Zufluss für das Berichtsjahr in T€	Dr. Joachim Kreuzburg		Rainer Lehmann (ab 01.03.2017)		Jörg Pffirmann (bis 28.02.2017)		Reinhard Vogt (bis 31.12.2018)	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Festvergütung	863	832	414	333	0	54	538	520
Nebenleistungen ¹⁾	15	15	174	117	0	2	18	19
Erfolgsunabhängige Vergütung	878	847	588	450	0	56	556	539
Erfolgsbezogene Vergütung (1 Jahr) ¹⁾	455	363	218	145	0	24	284	227
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung								
Konzernjahresüberschuss (2016 - 2018) ¹⁾	189		0		0		118	
Konzernjahresüberschuss (2015 - 2017) ¹⁾		184		0		79		112
Phantom Stock-Plan 2014 ²⁾	422		0		181		256	
Phantom Stock-Plan 2013 ²⁾		397		0		172		242
	1.944	1.791	806	595	181	331	1.214	1.120
Versorgungsaufwand	257	258	37	30	0	43	99	99
Gesamtvergütung	2.201	2.049	843	625	181	374	1.313	1.219

¹⁾ Wert entsprechend tatsächlicher Zielerreichung

²⁾ Auszahlung im Geschäftsjahr

6. Grundzüge des Vergütungssystems des Aufsichtsrats

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in der Satzung der Sartorius AG festgelegt und beinhaltet eine Festvergütung, Sitzungsgeld und Auslagenersatz. Die Übernahme des Vorsitzes und des stellvertretenden Vorsitzes im Aufsichtsrat werden durch eine höhere Festvergütung berücksichtigt.

Die Mitgliedschaft und der Vorsitz in Ausschüssen des Aufsichtsrats, mit Ausnahme des Nominierungsausschusses sowie des Ausschusses gemäß § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz, werden mit zusätzlichen jährlichen Festbeträgen, Sitzungsgeld und Auslagenersatz vergütet.

7. Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder

	2018 in T€	2017 in T€
Gesamtbezüge des Aufsichtsrats		
Gesamtvergütung	882	922
Erfolgsunabhängige Vergütung	600	587
Vergütung für Ausschusstätigkeit	80	80
Sitzungsgeld	151	165
Gesamtbezüge für den Sartorius Stedim Biotech Teilkonzern	51	90
Vergütung von der Sartorius Stedim Biotech GmbH, Göttingen	0	10
Vergütung von der Sartorius Stedim Biotech S.A., Aubagne	51	80

	2018 in T€	2017 in T€
Dr. Lothar Kappich (Vorsitzender)		
Gesamtvergütung	221	142
Erfolgsunabhängige Vergütung	120	76
Vergütung für Ausschusstätigkeit	24	13
Sitzungsgeld	26	15
Vergütung von der Sartorius Stedim Biotech S.A., Aubagne	51	38

	2018 in T€	2017 in T€
Manfred Zaffke¹⁾ (Stellvertretender Vorsitzender)		
Gesamtvergütung	122	118
Erfolgsunabhängige Vergütung	80	81
Vergütung für Ausschusstätigkeit	16	16
Sitzungsgeld	26	21

	2018 in T€	2017 in T€
Annette Becker¹⁾		
Gesamtvergütung	46	51
Erfolgsunabhängige Vergütung	40	40
Sitzungsgeld	6	11

	2018 in T€	2017 in T€
Uwe Bretthauer¹⁾		
Gesamtvergütung	82	77
Erfolgsunabhängige Vergütung	40	40
Vergütung für Ausschusstätigkeit	16	16
Sitzungsgeld	26	21

	2018 in T€	2017 in T€
Michael Dohrmann¹⁾		
Gesamtvergütung	46	51
Erfolgsunabhängige Vergütung	40	40
Sitzungsgeld	6	11

	2018 in T€	2017 in T€
Dr. Daniela Favoccia		
Gesamtvergütung	46	36
Erfolgsunabhängige Vergütung	40	30
Sitzungsgeld	6	6

	2018 in T€	2017 in T€
Petra Kirchhoff		
Gesamtvergütung	46	51
Erfolgsunabhängige Vergütung	40	40
Sitzungsgeld	6	11

	2018 in T€	2017 in T€
Karoline Kleinschmidt¹⁾		
Gesamtvergütung	46	51
Erfolgsunabhängige Vergütung	40	40
Sitzungsgeld	6	11

	2018 in T€	2017 in T€
Dr. Guido Oelkers		
Gesamtvergütung	46	8
Erfolgsunabhängige Vergütung	40	6
Sitzungsgeld	6	2

	2018 in T€	2017 in T€
Ilke Hildegard Panzer		
Gesamtvergütung	46	36
Erfolgsunabhängige Vergütung	40	30
Sitzungsgeld	6	6

	2018 in T€	2017 in T€
Prof. Dr. Thomas Scheper		
Gesamtvergütung	45	51
Erfolgsunabhängige Vergütung	40	40
Sitzungsgeld	5	11

	2018 in T€	2017 in T€
Prof. Dr. Klaus Rüdiger Trützscher		
Gesamtvergütung	90	78
Erfolgsunabhängige Vergütung	40	40
Vergütung für Ausschusstätigkeit	24	20
Sitzungsgeld	26	18

¹⁾ Die Arbeitnehmervertreter haben erklärt, ihre Vergütungen nach den Richtlinien des Deutschen Gewerkschaftsbundes an die Hans-Böckler-Stiftung abzuführen.

Über die Aufsichtsratsvergütung hinaus erhalten die Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmer im Sartorius Konzern sind, Entgeltleistungen, die nicht im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für den Aufsichtsrat stehen.

Ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglieder

	2018 in T€	2017 in T€
Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold Picot (Vorsitzender, bis 09.07.2017)		
Gesamtvergütung	0	139
Erfolgsunabhängige Vergütung	0	62
Vergütung für Ausschusstätigkeit	0	13
Sitzungsgeld	0	12
Gesamtbezüge für den Sartorius Stedim Biotech Teilkonzern	0	52
Vergütung von der Sartorius Stedim Biotech GmbH, Göttingen	0	10
Vergütung von der Sartorius Stedim Biotech S.A., Aubagne	0	42

	2018 in T€	2017 in T€
Dr. Dirk Basting (bis 06.04.2017)		
Gesamtvergütung	0	14
Erfolgsunabhängige Vergütung	0	11
Sitzungsgeld	0	3

	2018 in T€	2017 in T€
Prof. Dr. Gerd Krieger (bis 06.04.2017)		
Gesamtvergütung	0	19
Erfolgsunabhängige Vergütung	0	11
Vergütung für Ausschusstätigkeit	0	2
Sitzungsgeld	0	6

8. Bezüge ehemaliger Geschäftsführer

	2018 in T€	2017 in T€
Bezüge ehemaliger Geschäftsführer		
Bezüge früherer Geschäftsführer und Mitglieder des Vorstands und deren Hinterbliebenen	608	871
Pensionsverpflichtungen gegenüber früheren Geschäftsführern und Mitgliedern des Vorstands und deren Hinterbliebenen	8.531	8.098

Über die vorstehenden Angaben hinausgehende, gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB anzugebende Umstände liegen nicht vor oder sind nicht bekannt.