

# Vergütungsbericht

## 1. Grundzüge des Vergütungssystems des Vorstands

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 als auch nach der Üblichkeit der Vergütung unter Berücksichtigung des Vergleichsumfelds und der Vergütungsstruktur, die ansonsten im eigenen und in vergleichbaren Unternehmen gilt. Sie setzt sich aus fixen und variablen Bestandteilen zusammen und wird jährlich hinsichtlich ihrer Angemessenheit überprüft. Neben dem fixen Basisgehalt stellen die variablen Vergütungsbestandteile bei 100%iger Zielerreichung rund die Hälfte der Gesamtvergütung dar.

Der variable Teil der Vergütung enthält jährlich abgerechnete Komponenten sowie Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung, die ab dem Geschäftsjahr 2010 in Umsetzung des Gesetzes über die Angemessenheit der Vorstandsvergütung jeweils die Hälfte der variablen Vergütung ausmachen. Alle variablen Komponenten sehen eine Begrenzung (Cap) vor.

Der jährlich abgerechnete Teil der variablen Vergütung orientiert sich am wirtschaftlichen Erfolg des Sartorius Konzerns, insbesondere am Geschäftsvolumen und Gewinn.

Als variable Komponente mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter dienen zum einen ein sogenannte Phantom Stock-Plan und zum anderen ab dem Geschäftsjahr 2010 eine Komponente mit mehrjähriger Bemessungsgrundlage, die sich am Konzernjahresüberschuss orientiert.

Der Phantom Stock-Plan ist abhängig von der Wertentwicklung der Sartorius Aktie über mindestens vier Jahre (früher drei Jahre), die oberhalb einer festgelegten Mindestwertsteigerung oder der Entwicklung eines Vergleichsindex liegen muss. Die konkrete Ausgestaltung dieser Komponente wird nachfolgend unter Ziff. 2 erläutert.

Bei der Komponente, die sich am Konzernjahresüberschuss orientiert, basiert die einem jeweiligen Geschäftsjahr zugerechnete Zielerreichung auf dem Durchschnitt einer Periode von drei Geschäftsjahren, die mit dem jeweiligen Geschäftsjahr beginnt. Etwaige negative Ergebnisse werden somit vollumfänglich berücksichtigt und beeinflussen die Vergütung des jeweiligen Vorstandsmitglieds auch noch nach seinem Ausscheiden.

Über die genannten Vergütungsbestandteile hinaus werden 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.

Die Mitglieder des Vorstands erhalten Versorgungszusagen bei der ersten Wiederbestellung. Die Höhe des Anspruchs auf Versorgungsleistungen entwickelt sich in Abhängigkeit von der Amtsdauer eines Vorstandsmitglieds.

Für den Fall der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit sehen die Anstellungsverträge, die bei einer Neu- oder einer Wiederbestellung abgeschlossen werden, ein Abfindungs-Cap in Höhe der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex vor.

## **2. Variable Vergütungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung (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. 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 Jahrestranche und jeweils frühestens nach vier Jahren (früher drei 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 10,0% 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 Jahrestranche.

Maßgeblich für die Zuteilung der Phantom Stocks sowie für deren spätere Auszahlung ist der Mittelwert der durchschnittlichen Aktienkurse beider Aktiegattungen der Sartorius AG in der Schlussauktion des XETRA-Handels an der Frankfurter Wertpapierbörse der letzten 20 Börsenhandelstage des Vorjahres bzw. vor dem Zeitpunkt des Auszahlungsbegehrens. Dies dient dem Ausgleich kurzfristiger Kursschwankungen.

Es besteht eine Auszahlungssperre 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 Insider-Wissen ausgeschlossen werden.

### 3. Bezüge der Vorstandsmitglieder

in T€	2009	2008
<b>Gesamtbezüge des Vorstands</b>		
Gesamtbezüge	<b>1.390</b>	1.362
- Erfolgsunabhängige Vergütung*	<b>820</b>	806
- Erfolgsbezogene Vergütung	<b>570</b>	556
- Ausgezählte Phantom Stocks	<b>0</b>	0
- Zeitwert der im Geschäftsjahr zugeteilten Phantom Stocks (siehe separate Tabelle)	<b>413</b>	55
- Veränderung der Zeitwerte in Vorjahren zugeteilter Phantom Stocks	<b>192</b>	- 399
- Zeitwert mittelfristiger Vergütungskomponenten	<b>0</b>	63
- Zuführung zur Pensionsrückstellung	<b>66</b>	82

\* Der Vorstand hat im Geschäftsjahr 2009 auf Teile der erfolgsunabhängigen Vergütung verzichtet.

in T€	2009	2008
<b>Dr. Joachim Kreuzburg</b>		
Gesamtbezüge	<b>726</b>	789
- Erfolgsunabhängige Vergütung*	<b>418</b>	480
- Erfolgsbezogene Vergütung	<b>308</b>	309
- Ausgezählte Phantom Stocks	<b>0</b>	0
- Zeitwert der im Geschäftsjahr zugeteilten Phantom Stocks (siehe separate Tabelle)	<b>242</b>	36
- Veränderung der Zeitwerte in Vorjahren zugeteilter Phantom Stocks	<b>121</b>	- 262
- Zeitwert mittelfristiger Vergütungskomponenten	<b>0</b>	63
- Zuführung zur Pensionsrückstellung	<b>31</b>	42

#### Jörg Pffirmann seit 24.07.2009

Gesamtbezüge	<b>144</b>	
- Erfolgsunabhängige Vergütung*	<b>84</b>	
- Erfolgsbezogene Vergütung	<b>60</b>	
- Ausgezählte Phantom Stocks	<b>0</b>	
- Zeitwert der im Geschäftsjahr zugeteilten Phantom Stocks (siehe separate Tabelle)	<b>39</b>	
- Veränderung der Zeitwert in Vorjahren zugeteilter Phantom Stocks	<b>-</b>	

#### Reinhard Vogt seit 24.07.2009

Gesamtbezüge	<b>225</b>	
- Erfolgsunabhängige Vergütung*	<b>136</b>	
- Erfolgsbezogene Vergütung	<b>89</b>	
- Ausgezählte Phantom Stocks	<b>0</b>	
- Zeitwert der im Geschäftsjahr zugeteilten Phantom Stocks (siehe separate Tabelle)	<b>58</b>	
- Veränderung der Zeitwerte in Vorjahren zugeteilter Phantom Stocks	<b>-</b>	

#### Dr. Günther Maaz bis 24.07.2009

Gesamtbezüge**	<b>295</b>	<b>573</b>
- Erfolgsunabhängige Vergütung*	<b>182</b>	<b>326</b>
- Erfolgsbezogene Vergütung	<b>113</b>	<b>247</b>
- Ausgezählte Phantom Stocks	<b>0</b>	<b>0</b>
- Zeitwert der im Geschäftsjahr zugeteilten Phantom Stocks (siehe separate Tabelle)	<b>74</b>	<b>19</b>
- Veränderung der Zeitwerte in Vorjahren zugeteilter Phantom Stocks	<b>71</b>	<b>- 137</b>
- Zuführung zur Pensionsrückstellung	<b>35</b>	<b>40</b>

\* Der Vorstand hat im Geschäftsjahr 2009 auf Teile der erfolgsunabhängigen Vergütung verzichtet.

\*\* bis zum Ausscheiden

Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung	Anzahl Phantom Stocks	Zuteilungskurs* €	Zeitwert bei	Zeitwert	Ausgezahlt T€	Ausübbar
			Gewährung auf den 01.01. des jeweiligen Jahres T€	zum Jahresabschluss 31.12.2009 T€		
<b>Dr. Joachim Kreuzburg</b>						
- Tranche Phantom Stocks Geschäftsjahr 2005	4.053	15,42	63	64	0	nein
- Tranche Phantom Stocks Geschäftsjahr 2006	3.871	21,31	83	61	0	nein
- Tranche Phantom Stocks Geschäftsjahr 2007	3.593	34,79	125	55	0	nein
- Tranche Phantom Stocks Geschäftsjahr 2008	4.754	28,92	138	71	0	nein
- Tranche Phantom Stocks Geschäftsjahr 2009	16.851	8,16	138	242	0	nein
	<b>33.122</b>		<b>547</b>	<b>493</b>	<b>0</b>	
<b>Jörg Pfirrmann</b>						
- Tranche Phantom Stocks Geschäftsjahr 2009	2.703	8,16	22	39	0	nein
	<b>2.703</b>		<b>22</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	
<b>Reinhard Vogt</b>						
- Tranche Phantom Stocks Geschäftsjahr 2009	4.054	8,16	33	58	0	nein
	<b>4.054</b>		<b>33</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	
<b>Dr. Günther Maaz</b>						
- Tranche Phantom Stocks Geschäftsjahr 2005	2.594	15,42	40	41	0	nein
- Tranche Phantom Stocks Geschäftsjahr 2006	2.580	21,31	55	41	0	nein
- Tranche Phantom Stocks Geschäftsjahr 2007	1.796	34,79	63	27	0	nein
- Tranche Phantom Stocks Geschäftsjahr 2008	2.507	28,92	73	37	0	nein
- Tranche Phantom Stocks Geschäftsjahr 2009	5.162	8,16	42	74	0	nein
	<b>14.639</b>		<b>273</b>	<b>220</b>		

\* Durchschnittskurs der letzten 20 Börsenhandelstage des vorangegangenen Geschäftsjahres

#### 4. Grundzüge des Vergütungssystems des Aufsichtsrats

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in der Satzung der Sartorius AG festgelegt und beinhaltet feste und erfolgsorientierte Bestandteile.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine fixe jährliche Grundvergütung sowie Auslagenerstattung und Sitzungsgeld. Darüber hinaus wird eine erfolgsorientierte Vergütung gezahlt, die sich nach einem feststehenden Schlüssel in Abhängigkeit von der an die Stammaktionäre verteilten Dividende errechnet. Die Übernahme des Vorsitzes und des stellvertretenden Vorsitzes im Aufsichtsrat werden durch eine höhere Grundvergütung und eine entsprechend höhere dividendenabhängige Vergütungskomponente besonders 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.

#### 5. Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder

in T€	2009	2008
<b>Bezüge des Aufsichtsrats</b>		
Gesamtbezüge	<b>628</b>	577
- Festvergütung	<b>293</b>	300
- Erfolgsbezogene Vergütung	<b>73</b>	75
- Vergütung für Ausschusstätigkeit	<b>60</b>	60
- Sitzungsgeld	<b>148</b>	88
<b>Gesamtbezüge für den Sartorius Stedim Biotech Teilkonzern</b>		
- Vergütung von der Sartorius Stedim Biotech GmbH, Göttingen	<b>38</b>	38
- Vergütung von der Sartorius Stedim Biotech S.A., Aubagne	<b>16</b>	16

in T€	2009	2008
<b>Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold Picot (Vorsitzender)</b>		
Gesamtbezüge	<b>173</b>	162
- Festvergütung	<b>60</b>	60
- Erfolgsbezogene Vergütung	<b>15</b>	15
- Vergütung für Ausschusstätigkeit	<b>18</b>	18
- Sitzungsgeld	<b>26</b>	15
- Gesamtbezüge für den Sartorius Stedim Biotech Teilkonzern	<b>54</b>	54
- Vergütung von der Sartorius Stedim Biotech GmbH, Göttingen	<b>38</b>	38
- Vergütung von der Sartorius Stedim Biotech S.A., Aubagne	<b>16</b>	16

<b>Gerd-Uwe Boguslawski* (Stellvertretender Vorsitzender)</b>		
Gesamtbezüge	<b>88</b>	77
- Festvergütung	<b>40</b>	40
- Erfolgsbezogene Vergütung	<b>10</b>	10
- Vergütung für Ausschusstätigkeit	<b>12</b>	12
- Sitzungsgeld	<b>26</b>	15

<b>Dr. Dirk Basting</b>		
Gesamtbezüge	<b>30</b>	29
- Festvergütung	<b>20</b>	20
- Erfolgsbezogene Vergütung	<b>5</b>	5
- Sitzungsgeld	<b>5</b>	4

<b>Annette Becker*</b>		
Gesamtbezüge	<b>31</b>	29
- Festvergütung	<b>20</b>	20
- Erfolgsbezogene Vergütung	<b>5</b>	5
- Sitzungsgeld	<b>6</b>	4

<b>Christiane Benner*</b>		
Gesamtbezüge	<b>30</b>	29
- Festvergütung	<b>20</b>	20
- Erfolgsbezogene Vergütung	<b>5</b>	5
- Sitzungsgeld	<b>5</b>	4

<b>Uwe Bretthauer*</b>		
Gesamtbezüge	<b>63</b>	52
- Festvergütung	<b>20</b>	20
- Erfolgsbezogene Vergütung	<b>5</b>	5
- Vergütung für Ausschusstätigkeit	<b>12</b>	12
- Sitzungsgeld	<b>26</b>	15

<b>Michael Dohrmann*</b>		
Gesamtbezüge	<b>31</b>	29
- Festvergütung	<b>20</b>	20
- Erfolgsbezogene Vergütung	<b>5</b>	5
- Sitzungsgeld	<b>6</b>	4

<b>Dr. Lothar Kappich</b>		
Gesamtbezüge	<b>31</b>	28
- Festvergütung	<b>20</b>	20
- Erfolgsbezogene Vergütung	<b>5</b>	5
- Sitzungsgeld	<b>6</b>	3

in T€	2009	2008
<b>Prof. Dr. Gerd Krieger</b>		
Gesamtbezüge	<b>31</b>	28
- Festvergütung	<b>20</b>	20
- Erfolgsbezogene Vergütung	<b>5</b>	5
- Sitzungsgeld	<b>6</b>	3

<b>Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. Heribert Offermanns</b>		
Gesamtbezüge	<b>31</b>	28
- Festvergütung	<b>20</b>	20
- Erfolgsbezogene Vergütung	<b>5</b>	5
- Sitzungsgeld	<b>6</b>	3

<b>Dr. Michael Schulenburg</b>		
Gesamtbezüge	<b>68</b>	57
- Festvergütung	<b>20</b>	20
- Erfolgsbezogene Vergütung	<b>5</b>	5
- Vergütung für Ausschusstätigkeit	<b>18</b>	18
- Sitzungsgeld	<b>25</b>	14

<b>Manfred Werner**</b>		
Gesamtbezüge	<b>21</b>	29
- Festvergütung	<b>13</b>	20
- Erfolgsbezogene Vergütung	<b>3</b>	5
- Sitzungsgeld	<b>5</b>	4

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

\*\* Das Mandat ruhte im Zeitraum vom 27. August 2009 bis zum 7. März 2010.

## 6. Bezüge ehemaliger Geschäftsführer

in T€	2009	2008
<b>Bezüge ehemaliger Geschäftsführer</b>		
Bezüge früherer Geschäftsführer und Mitglieder des Vorstands und deren Hinterbliebenen	<b>1.084</b>	256
Pensionsverpflichtungen gegenüber früheren Geschäftsführern und Mitgliedern des Vorstands und deren Hinterbliebenen	<b>4.991</b>	4.683