

Sartorius AG



WKN: 716560 ISIN: DE0007165607 Land: Deutschland

Nachricht vom 20.03.2018 | 14:34

## Korrektur der Veröffentlichung vom 25.09.2017, 17:05 Uhr MEZ/MESZ - Sartorius AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

SARTORIUS AG

20.03.2018 / 14:34

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Korrektur einer am 25.09.2017 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung

### 1. Angaben zum Emittenten

SARTORIUS AG  
Otto-Brenner-Straße 20  
37079 Göttingen  
Deutschland

### 2. Grund der Mitteilung

	Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
	Erwerb/Veräußerung von Instrumenten
	Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X	Sonstiger Grund: Änderung der Testamentsvollstreckung

### 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name:	Registrierter Sitz und Staat:
Herr Dr. Lothar Kappich, Geburtsdatum: 15.02.1957	

### 4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Karin Sartorius-Herbst, Christine Franken, Ulrike Baro, Andreas Franken, Kai Christian Franken (in Erbengemeinschaft)

### 5. Datum der Schwellenberührung:

08.09.2017

### 6. Gesamtstimmrechtsanteile

	Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)	Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)	Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)	Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten
neu	50,09 %	0 %	50,09 %	37.440.000
letzte Mitteilung	n/a %	n/a %	n/a %	/

### 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

#### a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN	absolut		in %	
	direkt (\$ 33 WpHG)	zugerechnet (\$ 34 WpHG)	direkt (\$ 33 WpHG)	zugerechnet (\$ 34 WpHG)

DE0007165607	0	18754160	0 %	50,09 %
<b>Summe</b>		18.754.160	50,09 %	

**b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG**

Art des Instruments	Fälligkeit / Verfall	Ausübungszeitraum / Laufzeit	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
		<b>Summe</b>		

**b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG**

Art des Instruments	Fälligkeit / Verfall	Ausübungszeitraum / Laufzeit	Barausgleich oder physische Abwicklung	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
			<b>Summe</b>		

**8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen**

<input checked="" type="checkbox"/>	Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderrelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.).
	Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen	Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher	Instrumente in %, wenn 5% oder höher	Summe in %, wenn 5% oder höher

**9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG**

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:	
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung:	% (entspricht Stimmrechten)

**10. Sonstige Erläuterungen:**

Meldung infolge des Ablebens des vorherigen Testamentsvollstreckers Herr Prof. Dr. Arnold Picot am 09.07.2017 und Nachrücken von Herrn Dr. Kappich mit Wirkung vom 08.09.2017.
--

20.03.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter <http://www.dgap.de>

Sprache: Deutsch  
 Unternehmen: SARTORIUS AG  
 Otto-Brenner-Straße 20  
 37079 Göttingen  
 Deutschland  
 Internet: [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

Ende der Mitteilung

DGAP News-Service