

Deutsch

DGAP Stimmrechtsmitteilung: SARTORIUS AG

Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

10.03.2022 / 10:51 CET/CEST

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

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name:	SARTORIUS AG
Straße, Hausnr.:	Otto-Brenner-Straße 20
PLZ:	37079
Ort:	Göttingen Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI):	529900EQV2DY4FOAMU38

2. Grund der Mitteilung

X	Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
	Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
	Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
	Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Britta Franken Geburtsdatum: 14.02.1975
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Julius Franken Geburtsdatum: 27.08.2007
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Carla Franken Geburtsdatum: 18.02.2009
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Henri Franken Geburtsdatum: 06.07.2012

4. Namen der Aktionäre

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

--

5. Datum der Schwellenberührung:

09.03.2022
------------

6. Gesamtstimmrechtsanteile

	Anteil Stimmrechte	Anteil Instrumente	Summe Anteile	Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

	(Summe 7.a.)	(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)	(Summe 7.a. + 7.b.)	
neu	0,00 %	0,00 %	0,00 %	37.440.000
letzte Mitteilung	50,09 %	0,00 %	50,09 %	/

## 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	0	0,00 %	0,00 %
Summe	0		0,00 %	

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

Art des Instruments	Fälligkeit / Verfall	Ausübungszeitraum / Laufzeit	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
			0	0,00 %
		Summe	0	0,00 %

### 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 %
				0	0,00 %
			Summe	0	0,00 %

## 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

X	Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
	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:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte	Anteil Instrumente	Summe Anteile
%	%	%

## 10. Sonstige Informationen:

--

Datum

---

09.03.2022

10.03.2022 CET/CEST 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

1299579 10.03.2022 CET/CEST

Englisch

DGAP Voting Rights Announcement: SARTORIUS AG  
Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

10.03.2022 / 10:51 CET/CEST  
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG.  
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

#### Notification of Major Holdings

##### 1. Details of issuer

Name:	SARTORIUS AG
Street:	Otto-Brenner-Straße 20
Postal code:	37079
City:	Göttingen Germany
Legal Entity Identifier (LEI):	529900EQV2DY4FOAMU38

##### 2. Reason for notification

X	Acquisition/disposal of shares with voting rights
	Acquisition/disposal of instruments
	Change of breakdown of voting rights
	Other reason:

##### 3. Details of person subject to the notification obligation

Natural person (first name, surname): Britta Franken Date of birth: 14 Feb 1975
Natural person (first name, surname): Julius Franken Date of birth: 27 Aug 2007

Natural person (first name, surname): Carla Franken Date of birth: 18 Feb 2009
Natural person (first name, surname): Henri Franken Date of birth: 06 Jul 2012

4. Names of shareholder(s)  
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.

--

5. Date on which threshold was crossed or reached:

09 March 2022
---------------

6. Total positions

	% of voting rights attached to shares (total of 7.a.)	% of voting rights through instruments (total of 7.b.1 + 7.b.2)	Total of both in % (7.a. + 7.b.)	Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New	0.00 %	0.00 %	0.00 %	37,440,000
Previous notification	50.09 %	0.00 %	50.09 %	/

7. Details on total positions

a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)

ISIN	Absolute		In %	
	Direct (Sec. 33 WpHG)	Indirect (Sec. 34 WpHG)	Direct (Sec. 33 WpHG)	Indirect (Sec. 34 WpHG)
DE0007165607	0	0	0.00 %	0.00 %
Total	0		0.00 %	

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG

Type of instrument	Expiration or maturity date	Exercise or conversion period	Voting rights absolute	Voting rights in %
			0	0.00 %
		Total	0	0.00 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG

Type of instrument	Expiration or maturity date	Exercise or conversion period	Cash or physical settlement	Voting rights absolute	Voting rights in %
				0	0.00 %
			Total	0	0.00 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation

X	Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
	Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

--

Name	% of voting rights (if at least 3% or more)	% of voting rights through instruments (if at least 5% or more)	Total of both (if at least 5% or more)

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG  
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:

Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:

Proportion of voting rights	Proportion of instruments	Total of both
%	%	%

10. Other explanatory remarks:

--

Date

09 March 2022
---------------

10.03.2022 CET/CEST The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.  
Archive at [www.dgap.de](http://www.dgap.de)

Language: English  
Company: SARTORIUS AG  
Otto-Brenner-Straße 20  
37079 Göttingen  
Germany  
Internet: [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

End of News

DGAP News Service

1299579 10.03.2022 CET/CEST