

DGAP Stimmrechtsmitteilung: SARTORIUS AG

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

10.03.2022 / 10:33 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

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

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Karin Sartorius-Herbst
Geburtsdatum: 21.05.1942

4. Namen der Aktionäre

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

Sartorius-Herbst Beteiligungen I GmbH
Sartorius-Herbst Beteiligungen II GmbH

5. Datum der Schwellenberührung:

09.03.2022

6. Gesamtstimmrechtsanteile

	Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)	Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)	Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)	Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu	52,38 %	0,00 %	52,38 %	37.440.000
letzte Mitteilung	52,51 %	50,09 %	52,51 %	/

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	19.609.833	18.754.160	52,38 %	50,09 %
Summe	19.609.833		52,38 %	

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

	Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X	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
Karin Sartorius-Herbst	52,38 %	%	52,38 %
Sartorius-Herbst Beteiligungen I GmbH;	50,09 %	%	50,09 %
-	%	%	%
Karin Sartorius-Herbst	52,38 %	%	52,38 %
Sartorius-Herbst Beteiligungen II GmbH	50,09 %	%	50,09 %

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:

Die Tochterunternehmen haben Anteile an einer Erbengemeinschaft erworben, die insgesamt

50,09% der
Stimmrechte an der Sartorius AG hält. Sämtliche Stimmrechte der Erbengemeinschaft werden
jedem Mitglied
zugeordnet. Frau Sartorius-Herbst ist auch Mitglied der Erbengemeinschaft, so dass ihr die
Stimmrechte in Höhe
von 50,09% auch direkt zustehen. Ferner hält sie direkt weitere 2,29% der Stimmrechte.

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

Ende der Mitteilung

DGAP News-Service

1299549 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 / 10:33 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

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

3. Details of person subject to the notification obligation

Natural person (first name, surname): Karin Sartorius-Herbst
Date of birth: 21 May 1942

4. Names of shareholder(s)

holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.

Sartorius-Herbst Beteiligungen I GmbH
Sartorius-Herbst Beteiligungen II GmbH

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	52.38 %	0.00 %	52.38 %	37,440,000
Previous notification	52.51 %	50.09 %	52.51 %	/

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	19,609,833	18,754,160	52.38 %	50.09 %
Total	19,609,833		52.38 %	

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

	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.).

X	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)
Karin Sartorius-Herbst	52.38 %	%	52.38 %
Sartorius-Herbst Beteiligungen I GmbH;	50.09 %	%	50.09 %
-	%	%	%
Karin Sartorius-Herbst	52.38 %	%	52.38 %
Sartorius-Herbst Beteiligungen II GmbH	50.09 %	%	50.09 %

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:

The subsidiaries have acquired shares in a community of heirs that holds a total of 50.09% of the voting rights of Sartorius AG. All voting rights of the community of heirs are attributable to each member. Ms. Sartorius-Herbst is also a member of the community of heirs, so that she is also directly entitled to the voting rights amounting to 50.09%. Furthermore, she directly holds an additional 2.29% of the voting rights.

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

Language: English
Company: SARTORIUS AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Germany
Internet: www.sartorius.com

End of News

DGAP News Service

1299549 10.03.2022 CET/CEST