

Deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.03.2026 CET/CEST

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

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:	Dr.
Vorname:	Lothar Ewald
Nachname(n):	Kappich

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:	Aufsichtsrat
-----------	--------------

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SARTORIUS AG

b) LEI

529900EQV2DY4FOAMU38

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:	Aktie
------	-------

ISIN:	DE0007165631
-------	--------------

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)	Volumen
217,70 EUR	41.580,70 EUR
217,10 EUR	1.953,90 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis	Aggregiertes Volumen
217,673 EUR	43.534,60 EUR

e) Datum des Geschäfts

2026-03-10; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:	Xetra
MIC:	XETR

12.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SARTORIUS AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Deutschland
Internet: www.sartorius.com

Ende der Mitteilung

EQS News-Service

Englisch

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

12.03.2026 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name

Title:	Dr.
First name:	Lothar Ewald
Last name(s):	Kappich

2. Reason for the notification

a) Position / status

Position:	Member of the administrative or supervisory body
-----------	--

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name

SARTORIUS AG

b) LEI

529900EQV2DY4FOAMU38

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type:	Share
ISIN:	DE0007165631

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s)	Volume(s)
217.70 EUR	41,580.70 EUR
217.10 EUR	1,953.90 EUR

d) Aggregated information

Price	Aggregated volume
217.673 EUR	43,534.60 EUR

e) Date of the transaction

2026-03-10; UTC+1

f) Place of the transaction

Name:	Xetra
MIC:	XETR

12.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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

End of News

EQS News Service

103642 12.03.2026 CET/CEST