

Deutsch

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

23.07.2024 / 09:15 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
209,20 EUR	20.920,00 EUR
209,20 EUR	20.920,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis	Aggregiertes Volumen
209,2000 EUR	41.840,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

2024-07-19; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

23.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter <https://eqs-news.com>

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SARTORIUS AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Deutschland

Internet: www.sartorius.com

Ende der Mitteilung

EQS News-Service

93035 23.07.2024 CET/CEST

Englisch

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

23.07.2024 / 09:15 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)
209.20 EUR	20,920.00 EUR
209.20 EUR	20,920.00 EUR

d) Aggregated information

Price	Aggregated volume
209.2000 EUR	41,840.0000 EUR

e) Date of the transaction

2024-07-19; UTC+2

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

23.07.2024 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com

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

End of News

EQS News Service

93035 23.07.2024 CET/CEST