

## Deutsch

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

03.04.2024 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:	Florian
Nachname(n):	Funck

### 2. Grund der Meldung

#### a) Position / Status

Position:	Vorstand
-----------	----------

#### 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:	DE0007165607

#### b) Art des Geschäfts

Übertragung von 1500 Stammaktien als aktienbasierter Vergütungsbestandteil in Vollzug einer vor Beginn des Vorstandsamts erfolgten Zusage.
--

#### c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)	Volumen
nicht bezifferbar	nicht bezifferbar

#### d) Aggregierte Informationen

Preis	Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar	nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

2024-04-02; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

03.04.2024 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](http://www.sartorius.com)

Ende der Mitteilung

EQS News-Service

90731 03.04.2024 CET/CEST

### Englisch

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

03.04.2024 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:	Florian
Last name(s):	Funck

### 2. Reason for the notification

a) Position / status

Position:	Member of the managing 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:	DE0007165607

b) Nature of the transaction

Transfer of 1500 ordinary shares as a share-based remuneration component in fulfillment of a grant made before the start of the Management Board mandate.

c) Price(s) and volume(s)

Price(s)	Volume(s)
not numberable	not numberable

d) Aggregated information

Price	Aggregated volume
not numberable	not numberable

e) Date of the transaction

2024-04-02; UTC+2

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

03.04.2024 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at [www.eqs-news.com](http://www.eqs-news.com)

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

End of News

EQS News Service

90731 03.04.2024 CET/CEST