

## Deutsch

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

30.11.2020 / 14:22 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:	Joachim
Nachname(n):	Kreuzburg

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

Gewährung von 13.785 Stammaktien als aktienbasierter Vergütungsbestandteil

## c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)	Volumen
0,00 EUR	0,00 EUR

## d) Aggregierte Informationen

Preis	Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar	nicht bezifferbar

## e) Datum des Geschäfts

2020-11-26; UTC+1

## f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

30.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.  
Medienarchiv unter <http://www.dgap.de>

Sprache: Deutsch

30.11.2020

New EQS COCKPIT

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

Internet: [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

Ende der Mitteilung

DGAP News-Service

63751 30.11.2020 CET/CEST