

Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR

Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten

1	Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen	
a)	Name	Dr. Joachim Kreuzburg
2	Grund der Meldung	
a)	Position/Status	Mitglied und Vorsitzender des Vorstands
b)	Erstmeldung/Berichtigung	Erstmeldung
3	Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht	
a)	Name	Sartorius Aktiengesellschaft
b)	LEI	529900EQV2DY4FOAMU38
4	Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden	
a)	Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Kennung	Vorzugsaktie ISIN DE0007165631
b)	Art des Geschäfts	Gewährung von 13.785 Vorzugsaktien als aktienbasierter Vergütungsbestandteil.
c)	Preis(e) und Volumen	Preis(e)
		Volumen
		EUR 0,00
		EUR 0,00
d)	Aggregierte Informationen	
	- Aggregiertes Volumen	
	- Preis	
e)	Datum des Geschäfts	2020-11-26, +01.00
f)	Ort des Geschäfts	Außerhalb eines Handelsplatzes

(*) Delegierte Verordnung (EU) 2016/522 der Kommission vom 17. Dezember 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf eine Ausnahme für bestimmte öffentliche Stellen und Zentralbanken von Drittstaaten, die Indikatoren für Marktmanipulation, die Schwellenwerte für die Offenlegung, die zuständige Behörde, der ein Aufschub zu melden ist, die Erlaubnis zum Handel während eines geschlossenen Zeitraums und die Arten meldepflichtiger Eigengeschäfte von Führungskräften (siehe Seite 1 dieses Amtsblatts).