

Finanzkalender

Hauptversammlung in Göttingen	26. März 2020
Dividendenausschüttung ¹⁾	31. März 2020
Veröffentlichung Quartalszahlen Jan. bis März 2020	21. April 2020
Veröffentlichung Halbjahreszahlen Jan. bis Juni 2020	21. Juli 2020
Veröffentlichung Quartalszahlen Jan. bis Sept. 2020	20. Oktober 2020
Veröffentlichung des vorläufigen Geschäftsergebnisses für 2021	Januar 2021
Bilanzpressekonferenz in Göttingen	Februar 2021
Hauptversammlung in Göttingen	März 2021
Veröffentlichung Quartalszahlen Jan. bis März 2021	April 2021

¹⁾ Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung

Kontakte

Petra Kirchhoff
Head of
Corporate Communications & IR

Telefon: 0551.308.1686
petra.kirchhoff@sartorius.com

Ben Orzelek
Head of Investor Relations

Telefon: 0551.308.1668
ben.orzelek@sartorius.com

Katharina Tillmanns-Pelzer
Manager Corporate Responsibility

Telefon: 0551.308.2893
katharina.tillmanns@sartorius.com

Impressum

Herausgeber
Sartorius AG
Konzernkommunikation
37070 Göttingen

Redaktionsschluss
17. Februar 2020

Veröffentlichung
18. Februar 2019

Redaktionssystem firesys
firesys GmbH
Frankfurt | Main

Fotografie
Peter Ginter
Lohmar
Frank Stefan Kimmel
Göttingen

Dieser Geschäftsbericht liegt auch
in englischer Sprache vor.