

Finanzkalender

Hauptversammlung in Göttingen	5. April 2018
Dividendenausschüttung ¹⁾	10. April 2018
Veröffentlichung Quartalszahlen Jan. – März 2018	24. April 2018
Veröffentlichung Halbjahreszahlen Jan. – Juni 2018	24. Juli 2018
Veröffentlichung Quartalszahlen Jan. – Sept. 2018	24. Oktober 2018
Deutsches Eigenkapitalforum in Frankfurt Main	26.–28. November 2018
Veröffentlichung des vorläufigen Geschäftsergebnisses für 2018	Januar 2019
Bilanzpressekonferenz in Göttingen	Februar 2019
Hauptversammlung in Göttingen	28. März 2019
Veröffentlichung Quartalszahlen Jan. – März 2019	April 2019

¹⁾ Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung

Kontakte

Petra Kirchoff

Vice President
Corporate Communications & IR
Telefon: 0551.308.1686
petra.kirchoff@sartorius.com

Benedikt Orzelek

Director
Investor Relations
Telefon: 0551.308.1668
benedikt.orzelek@sartorius.com

Katharina Tillmanns-Pelzer

Senior Manager
CSR Communications
Telefon: 0551.308.2893
katharina.tillmanns@sartorius.com

Impressum

Herausgeber

Sartorius AG
Konzernkommunikation
37070 Göttingen

Redaktionsschluss

20. Februar 2018

Veröffentlichung

21. Februar 2018

Redaktionssystem firesys

firesys GmbH
Frankfurt | Main

Fotografie

Peter Ginter
Lohmar

Frank Stefan Kimmel
Göttingen

Dieser Geschäftsbericht liegt auch
in englischer Sprache vor.