

Calendrier financier

Assemblée générale annuelle des actionnaires, Aubagne	4 avril 2017
Paiement du dividende ¹⁾	11 avril 2017
Information trimestrielle janvier à mars 2017	24 avril 2017
Rapport financier semestriel janvier à juin 2017	25 juillet 2017
Information trimestrielle janvier à septembre 2017	24 octobre 2017
Publications des résultats préliminaires pour l'année 2017	janvier 2018
Assemblée générale annuelle des actionnaires, Aubagne	3 avril 2018
Information trimestrielle janvier à mars 2018	avril 2018

¹⁾ Sous réserve de l'approbation préalable par l'Assemblée générale annuelle des actionnaires

Contacts

Petra Kirchhoff

Direction de la communication du
groupe et des relations investisseurs

Tél. : +49.551.308.1686

petra.kirchhoff@sartorius.com

Andreas Theisen

Direction
Relations investisseurs

Tél. : +49.551.308.1668

andreas.theisen@sartorius.com

Rédaction

Editeur

Sartorius Stedim Biotech S.A.
Service communication groupe
CS 91051
13781 Aubagne Cedex, France

Clôture de la rédaction

16 février 2017

Date de publication

23 février 2017

Système de

rédaction financière firesys
firesys GmbH
Frankfurt | Main, Allemagne

Photographie

Peter Ginter
Lohmar, Allemagne

Frank Stefan Kimmel
Goettingen, Allemagne

Ce Document de Référence 2016 est
également disponible en anglais.