

De :

*SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A.
Direction Finance
Monsieur Olivier Guitard
CS 91051
ZI. Les Paluds – Av. de Jouques
13781 Aubagne Cedex – France*

Date :

OBJET :

*Assemblée générale annuelle mixte - Sartorius Stedim Biotech S.A.
Le 8 avril 2014, à 13h30, au siège social de l'entreprise (Aubagne)*

Monsieur,

Je vous remercie de bien vouloir m'adresser les documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83 du Code de commerce.

*Pour les assemblées d'actionnaires ultérieures, je souhaite (ou ne souhaite pas) **MENTION A BARRER** bénéficier des dispositions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-88.*

Veillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.

Signature