

DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE MIXTE DU 5 AVRIL 2016

A retourner à :

SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A.
A l'attention de M. Olivier Guitard
ZI Les Paluds - Avenue de Jouques
CS 91051
13781 Aubagne Cedex

Je soussigné (e),

Nom :

Prénom :

Dénomination sociale :

Représenté(e) par :

En sa qualité de :

Domicile / Siège social :

.....

Propriétaire de actions nominatives,
Et/ou actions au porteur, inscrites en compte chez (banque,
établissement financier)

Demande l'envoi des documents et renseignements, concernant l'Assemblée générale annuelle mixte du 5 avril 2016, visés par les dispositions de l'article R.225-88 du Code de commerce :

- A mon adresse indiquée ci-dessus,
- A l'adresse postale suivante :

Fait à le
(Signature)

Les documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la société.
En vertu de l'article R.225-88 alinéa 3 du Code de commerce, les actionnaires titulaires d'actions nominatives peuvent, par demande unique, obtenir de la société l'envoi de ces documents et renseignements à l'occasion de chacune des assemblées générales d'actionnaires ultérieures. Pour bénéficier de cette faculté, cocher cette case :