

A retourner à :  
**SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A.**  
**Service juridique**  
**Z.I. Les Paluds - Avenue de Jouques**  
**13400 Aubagne**

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 mixte  
annuelle du 26 mars 2019, 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 :