

A retourner à :

SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A.

Service Juridique - URGENT

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 Annuelle Mixte du 25 mars 2025, 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 : ☐