

**IMPORTANT : Avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side**  
**Quelle que soit l'option choisie, noircir comme ceci [ ] la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this [ ], date and sign at the bottom of the form.**  
**A. [ ] Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d'admission : dater et signer au bas du formulaire. / I wish to attend the shareholder's meeting and request an admission card : date and sign at the bottom of the form.**  
**B. [ ] J'utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l'une des 3 possibilités offertes / I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below.**

**SARTORIUS STEDIM BIOTECH**  
 Société Anonyme à conseil d'administration  
 au capital de 18 436 038 €  
 Siège social :  
 Zone Industrielle les Paluds  
 Avenue de Jouques  
 13400 Aubagne  
 314 093 352 RCS MARSEILLE

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE**  
 Convoquée le 26 Mars 2019 à 13h30  
 Zone Industrielle les Paluds  
 Avenue de Jouques  
 13400 Aubagne  
**COMBINED GENERAL MEETING**  
 To be held on March 26<sup>th</sup> 2019 at 1:30 p.m.  
 Zone Industrielle les Paluds  
 Avenue de Jouques  
 13400 Aubagne

**CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY'S USE ONLY**

Identifiant - Account

Vote simple  
Single vote

Vote double  
Double vote

Nominatif  
Registered

Porteur  
Bearer

Nombre d'actions  
Number of shares

Nombre de voix - Number of voting rights

**JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST**  
 Cf. au verso (2) - See reverse (2)

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration ou le Directoire ou la Gérance, à l'EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci [ ] la case correspondante et pour lesquels je vote NON ou je m'abstiens.  
 I vote YES all the draft resolutions approved by the Board of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box - like this [ ], for which I vote NO or I abstain.

Sur les projets de résolutions non agréés par le Conseil d'Administration ou le Directoire ou la Gérance, je vote en noircissant comme ceci [ ] la case correspondant à mon choix.  
 On the draft resolutions not approved by the Board of Directors, I cast my vote by shading the box of my choice - like this [ ].

	Oui / Yes	Non/No	Abst/Abs	Oui / Yes	Non/No	Abst/Abs				
1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]	7 [ ]	8 [ ]	9 [ ]	A [ ]	F [ ]
10 [ ]	11 [ ]	12 [ ]	13 [ ]	14 [ ]	15 [ ]	16 [ ]	17 [ ]	18 [ ]	B [ ]	G [ ]
19 [ ]	20 [ ]	21 [ ]	22 [ ]	23 [ ]	24 [ ]	25 [ ]	26 [ ]	27 [ ]	C [ ]	H [ ]
28 [ ]	29 [ ]	30 [ ]	31 [ ]	32 [ ]	33 [ ]	34 [ ]	35 [ ]	36 [ ]	D [ ]	J [ ]
37 [ ]	38 [ ]	39 [ ]	40 [ ]	41 [ ]	42 [ ]	43 [ ]	44 [ ]	45 [ ]	E [ ]	K [ ]

**JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE**  
 Cf. au verso (3)

**I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING**  
 See reverse (3)

**JE DONNE POUVOIR À : Cf. au verso (4)**  
**I HEREBY APPOINT: See reverse (4)**

M. Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name

Adresse / Address

**ATTENTION : s'il s'agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront valides que si elles sont directement retournées à votre banque.**  
**CAUTION : if it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.**

Nom, prénom, adresse de l'actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1)  
 Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution, no change can be made using this proxy form). See reverse (1)

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée / In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting  
 - Je donne pouvoir au Président de l'assemblée générale de voter en mon nom. / I appoint the Chairman of the general meeting to vote on my behalf.....  
 - Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote contre). / I abstain from voting (is equivalent to vote NO).....  
 - Je donne procuration (cf. au verso renvoi (4)) à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom.....  
 / I appoint (see reverse (4)) Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf.....

Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard :  
 In order to be considered, this completed form must be returned at the latest:

à la banque / to the bank sur 1<sup>ère</sup> convocation / on 1<sup>st</sup> notification  
 à la société / to the company 23 Mars 2019 / March 23<sup>th</sup>, 2019 sur 2<sup>ème</sup> convocation / on 2<sup>nd</sup> notification

Date & Signature

