

SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A. – Assemblée générale annuelle mixte – 3 avril 2018 – RESULTATS DES VOTES

Nombre d'actions composant le capital au jour de l'assemblée	92,180,190
Nombre d'actions disposant du droit de vote	92,180,190
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	83,002,685
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	151,612,902
Nombre d'actions présentes	69,073,858
Nombres de voix présentes	137,648,385
Nombre d'actions ayant voté par correspondance	13,893,292
Nombre de voix ayant voté par correspondance	13,894,132

Nombre d'actions représentées	350,535
Nombre de voix représentées	70,385
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	223
Quorum	90.04%

	RESOLUTIONS	ACTIONS PARTICIPANTES	% DU CAPITAL REPRESENTÉ	POUR		CONTRE		ABSTENTION		RESULTAT
				VOIX	%	VOIX	%	VOIX	%	
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs.	83,002,685	90.04%	151,454,489	99.90%	158,413	0.10%	0	0.00%	adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017.	83,002,685	90.04%	151,588,882	99.98%	24,020	0.02%	0	0.00%	adoptée
3	Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2017.	83,002,685	90.04%	151,588,382	99.98%	24,520	0.02%	0	0.00%	adoptée
4	Approbation des conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.	14,552,285	90.04%	6,800,292	46.22%	7,911,810	53.78%	0	0.00%	rejetée
5	Fixation du montant annuel global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'administration.	83,002,685	90.04%	151,588,382	99.98%	24,520	0.02%	0	0.00%	adoptée
6	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués au Président-Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.	83,002,685	90.04%	144,074,915	95.03%	7,537,987	4.97%	0	0.00%	adoptée
7	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président-Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.	83,002,685	90.04%	141,518,086	93.34%	10,094,816	6.67%	0	0.00%	adoptée
8	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Anne-Marie Graffin.	83,002,685	90.04%	151,555,721	99.96%	57,181	0.04%	0	0.00%	adoptée
9	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Susan Dexter.	83,002,685	90.04%	151,555,721	99.96%	57,181	0.04%	0	0.00%	adoptée
10	Ratification de la cooptation par le conseil d'administration de Monsieur Lothar Kappich en qualité d'administrateur;	83,002,685	90.04%	147,948,607	97.58%	3,664,295	2.42%	0	0.00%	adoptée
11	Renouvellement du mandat de DELOITTE et ASSOCIES en qualité de commissaire aux comptes titulaire.	83,002,685	90.04%	151,511,381	99.93%	101,521	0.07%	0	0.00%	adoptée
12	Arrivée à échéance du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS.	83,002,685	90.04%	151,588,882	99.98%	24,020	0.02%	0	0.00%	adoptée
13	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions.	83,002,685	90.04%	143,661,996	94.76%	7,950,906	5.24%	0	0.00%	adoptée
14	Pouvoirs pour les formalités.	83,002,685	90.04%	151,588,882	99.98%	24,020	0.02%	0	0.00%	adoptée
15	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titre de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.	83,002,685	90.04%	144,581,092	95.36%	7,031,810	4.64%	0	0.00%	adoptée

16	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la société et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'offres au public.	83,002,685	90.04%	143,170,999	94.43%	8,441,903	5.57%	0	0.00%	adoptée
17	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre de placements privés visés à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier.	83,002,685	90.04%	142,837,354	94.21%	8,775,548	5.79%	0	0.00%	adoptée
18	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la société à émettre en cas d'augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires.	83,002,685	90.04%	143,196,290	94.45%	8,416,612	5.55%	0	0.00%	adoptée
19	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la société en rémunération d'apports en nature portant sur des actions et/ou des valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.	83,002,685	90.04%	144,574,596	95.36%	7,038,306	4.64%	0	0.00%	adoptée
20	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social de la société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport ou de toute autre somme dont la capitalisation serait admise.	83,002,685	90.04%	144,720,503	95.45%	6,892,399	4.55%	0	0.00%	adoptée
21	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et réservée aux adhérents de plans d'épargne.	83,002,685	90.04%	151,190,741	99.72%	422,161	0.28%	0	0.00%	adoptée