

SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A. - Assemblée générale annuelle mixte - 7 avril 2015 - RESULTATS DES VOTES

Nombre d'actions composant le capital au jour de l'assemblée	15 364 238
Nombre d'actions disposant du droit de vote	15 364 238
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	13 089 874
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	24 702 895
Nombre d'actions présentes	11 640 845
Nombres de voix présentes	23 253 866
Nombre d'actions ayant voté par correspondance	1 449 029
Nombre de voix ayant voté par correspondance	1 449 029

Nombre d'actions représentées	0
Nombre de voix représentées	0
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	114
Quorum	85,20%

	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 2014 et quitus aux administrateurs	13 089 874	85,20%	24 652 638	99,80%	50 257	0,20%	0	0,00%	adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014	13 089 874	85,20%	24 702 895	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014	13 089 874	85,20%	24 682 016	99,92%	20 879	0,08%	0	0,00%	adoptée
4	Approbation des conventions règlementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce	13 089 874	85,20%	24 702 895	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	adoptée
5	Fixation du montant annuel global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'administration	13 089 874	85,20%	24 701 375	99,99%	1 520	0,01%	0	0,00%	adoptée
6	Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée, au titre de l'exercice 2014, à M. Joachim Kreuzburg, président -directeur général	13 089 874	85,20%	23 749 831	96,14%	953 064	3,86%	0	0,00%	adoptée
7	Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée, au titre de l'exercice 2014, à M. Reinhard Vogt, directeur général délégué	13 089 874	85,20%	23 749 831	96,14%	953 064	3,86%	0	0,00%	adoptée
8	Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée, au titre de l'exercice 2014, à M. Volker Niebel, directeur général délégué	13 089 874	85,20%	23 749 831	96,14%	953 064	3,86%	0	0,00%	adoptée
9	Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée, au titre de l'exercice 2014, à M. Oscar-Werner Reif, directeur général délégué	13 089 874	85,20%	23 749 831	96,14%	953 064	3,86%	0	0,00%	adoptée
10	Nomination de Mme A.M. Graffin comme nouvel administrateur de la société	13 288 744	86,49%	24 697 072	99,98%	5 823	0,02%	0	0,00%	adoptée
11	Nomination de Mme S. Dexter comme nouvel administrateur de la société	13 089 874	85,20%	24 697 072	99,98%	5 823	0,02%	0	0,00%	adoptée
12	Renouvellement du mandat d'administrateur exercé par M. Oscar-Werner Reif	13 089 874	85,20%	24 644 781	99,76%	58 114	0,24%	0	0,00%	adoptée
13	Nomination de KPMG en qualité de co-commissaire aux comptes	13 089 874	85,20%	24 702 895	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	adoptée
14	Nomination de Salustro Reydel en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant	13 089 874	85,20%	24 674 495	99,89%	28 400	0,11%	0	0,00%	adoptée
15	Modification de l'article 11.3 du titre 3 des statuts de la société	13 089 874	85,20%	24 702 895	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	adoptée
16	Modification de l'article 14.3 du titre 3 des statuts de la société	13 089 874	85,20%	24 702 895	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	adoptée
17	Pouvoirs pour les formalités	13 089 874	85,20%	24 702 895	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	adoptée