

**SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A. - Assemblée générale ordinaire annuelle – 4 avril 2017 - 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	82.984.391
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	152.593.391
Nombre d'actions présentes	69.574.406
Nombres de voix présentes	139.148.376
Nombre d'actions ayant voté par correspondance	13.373.835
Nombre de voix ayant voté par correspondance	13.373.865

Nombre d'actions représentées	36.150
Nombre de voix représentées	71.150
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	227
Quorum	90,02%

RESOLUTIONS	ACTIONS PARTICIPANTES	% DU CAPITAL REPRESENTE	POUR		CONTRE		ABSTENTION		RESULTAT
			VOIX	%	VOIX	%	VOIX	%	
1 Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus aux administrateurs	82.984.391	90,02%	152.267.736	99,79%	325.655	0,21%	0	0,00%	adoptée
2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016	82.984.391	90,02%	150.715.573	98,77%	1.877.818	1,23%	0	0,00%	adoptée
3 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et fixation du dividende	82.984.391	90,02%	152.593.391	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	adoptée
4 Approbation des conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	14.533.985	61,25%	8.217.675	52,37%	7.474.916	47,63%	0	0,00%	adoptée
<i>Etant précisé que les actions des intéressés n'ont pas été prises en compte</i>									
5 Approbation des engagements réglementés visés par l'article L. 225-42-1 du Code de commerce relatifs à M. Joachim Kreuzburg, président	14.533.985	61,25%	6.850.589	43,65%	8.842.002	56,35%	0	0,00%	rejetée
<i>Etant précisé que les actions des intéressés n'ont pas été prises en compte</i>									
6 Fixation du montant annuel global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'administration	82.984.391	90,02%	152.478.859	99,92%	114.532	0,08%	0	0,00%	adoptée
7 Approbation des éléments de rémunération due ou attribuée, au titre de l'exercice 2016, à M. Joachim Kreuzburg, président- directeur général	82.984.391	90,02%	144.086.087	94,42%	8.507.304	5,58%	0	0,00%	adoptée
8 Approbation des éléments de rémunération due ou attribuée, au titre de l'exercice 2016, à M. Volker Niebel, directeur général délégué	82.984.391	90,02%	144.502.153	94,70%	8.091.238	5,30%	0	0,00%	adoptée
9 Approbation des éléments de rémunération due ou attribuée, au titre de l'exercice 2016, à M. Oscar-Werner Reif, directeur général délégué	82.984.391	90,02%	144.502.153	94,70%	8.091.238	5,30%	0	0,00%	adoptée
10 Approbation des éléments de rémunération due ou attribuée, au titre de l'exercice 2016, à M. Reinhard Vogt directeur général délégué	82.984.391	90,02%	144.502.153	94,70%	8.091.238	5,30%	0	0,00%	adoptée
11 Pouvoirs pour les formalités	82.984.391	90,02%	152.593.391	100,00%	0	0,000%	0	0,00%	adoptée