

SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A. - Assemblée générale annuelle mixte - 5 avril 2016 - RESULTATS DES VOTES

Nombre d'actions composant le capital au jour de l'assemblée	15.367.238
Nombre d'actions disposant du droit de vote	15.367.238
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	13.456.686
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	25.063.257
Nombre d'actions présentes	11.634.417
Nombre de voix présentes	23.240.988
Nombre d'actions ayant voté par correspondance	1.822.269
Nombre de voix ayant voté par correspondance	1.822.269

Nombre d'actions représentées	0
Nombre de voix représentées	0
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	222
Quorum	87,57%

RESOLUTIONS	ACTIONS PARTICIPANTES	% DU CAPITAL REPRESENTE	POUR		CONTRE		ABSTENTION		RESULTAT
			VOIX	%	VOIX	%	VOIX	%	
1 Approbation de l'absorption par voie de fusion de VL Finance SAS par la société et de l'augmentation de capital de la société rémunérant ladite fusion	13.456.686	87,57%	24.402.396	97,36%	660.861	2,64%	0	0,00%	adoptée
2 Réduction du capital social non motivée par des pertes par voie d'annulation d'actions détenues en propre sous réserve de la	13.456.686	87,57%	24.403.563	97,37%	659.694	2,63%	0	0,00%	adoptée
3 Constatation de la réalisation de la fusion	13.456.686	87,57%	24.399.412	97,35%	663.845	2,65%	0	0,00%	adoptée
4 Division par 6 de la valeur nominale des actions de la société, sous réserve de la réalisation définitive de la fusion visée dans la première résolution	13.456.686	87,57%	24.403.563	97,37%	659.694	2,63%	0	0,00%	adoptée
5 Augmentation du capital de la société par incorporation de réserves afin de porter la valeur nominale unitaire des actions de la société à 0,20 euro	13.456.686	87,57%	24.401.774	97,36%	661.483	2,64%	0	0,00%	adoptée
6 Modification corrélative de l'article 5 du Titre 1 (« Capital social ») des statuts	13.456.686	87,57%	24.325.639	97,06%	737.618	2,94%	0	0,00%	adoptée
7 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 titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	13.456.686	87,57%	24.094.853	96,14%	968.404	3,86%	0	0,00%	adoptée
8 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	13.456.686	87,57%	23.952.131	95,57%	1.111.126	4,43%	0	0,00%	adoptée
9 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 de placements privés visés à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier	13.456.686	87,57%	23.735.085	94,70%	1.328.172	5,30%	0	0,00%	adoptée
10 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	13.456.686	87,57%	24.033.036	95,89%	1.030.221	4,11%	0	0,00%	adoptée

11	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	13.456.686	87,57%	24.128.137	96,27%	935.120	3,73%	0	0,00%	adoptée
12	Délégation de compétence consentie 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	13.456.686	87,57%	24.324.055	97,05%	739.202	2,95%	0	0,00%	adoptée
13	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	13.456.686	87,57%	23.826.815	95,07%	1.236.442	4,93%	0	0,00%	adoptée
14	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la société par annulation d'actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions	13.456.686	87,57%	24.855.154	99,17%	208.103	0,83%	0	0,00%	adoptée
15	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus aux administrateurs	13.456.686	87,57%	24.908.545	99,38%	154.712	0,62%	0	0,00%	adoptée
16	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015	13.456.686	87,57%	25.060.438	99,99%	2.819	0,01%	0	0,00%	adoptée
17	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et fixation du dividende	13.456.686	87,57%	24.911.668	99,40%	151.589	0,60%	0	0,00%	adoptée
18	Approbation des conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	13.456.686	87,57%	24.909.807	99,39%	153.450	0,61%	0	0,00%	adoptée
19	Fixation du montant annuel global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'administration	13.456.686	87,57%	24.915.694	99,41%	147.563	0,59%	0	0,00%	adoptée
20	Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée, au titre de l'exercice 2015, à M. Joachim Kreuzburg, président directeur général	13.456.686	87,57%	23.727.035	94,67%	1.336.222	5,33%	0	0,00%	adoptée
21	Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée, au titre de l'exercice 2015, à M. Reinhard Vogt, directeur général délégué	13.456.686	87,57%	23.676.943	94,47%	1.386.314	5,53%	0	0,00%	adoptée
22	Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée, au titre de l'exercice 2015, à M. Volker Niebel, directeur général délégué	13.456.686	87,57%	23.676.943	94,47%	1.386.314	5,53%	0	0,00%	adoptée
23	Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée, au titre de l'exercice 2015, à M. Oscar-Werner Reif, directeur général délégué	13.456.686	87,57%	23.676.978	94,47%	1.386.279	5,53%	0	0,00%	adoptée
24	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Joachim Kreuzburg	13.456.686	87,57%	24.204.207	96,57%	859.050	3,43%	0	0,00%	adoptée
25	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Volker Niebel	13.456.686	87,57%	24.872.060	99,24%	191.197	0,76%	0	0,00%	adoptée
26	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Reinhard Vogt	13.456.686	87,57%	24.868.830	99,22%	194.427	0,78%	0	0,00%	adoptée
27	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Arnold Picot	13.456.686	87,57%	24.708.333	98,58%	354.924	1,42%	0	0,00%	adoptée
28	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Bernard Lemaître	13.456.686	87,57%	24.769.294	98,83%	293.963	1,17%	0	0,00%	adoptée
29	Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Liliane de Lassus	13.456.686	87,57%	24.790.233	98,91%	273.024	1,09%	0	0,00%	adoptée
30	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Henri Riey	13.456.686	87,57%	24.976.627	99,65%	86.630	0,35%	0	0,00%	adoptée
31	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions	13.456.686	87,57%	24.905.123	99,37%	158.134	0,63%	0	0,00%	adoptée
32	Pouvoirs pour les formalités	13.456.686	87,57%	25.062.257	99,99%	1.000	0,010%	0	0,00%	adoptée