

**SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A. - Assemblée générale annuelle mixte – 26 mars 2019 - 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                               | 92.177.210  |
| Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance | 82.157.386  |
| Nombre total de droits de vote  | 160.973.737 |
| Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance   | 150.770.982 |
| Nombre d'actions présentes  | 68.613.512  |
| Nombres de voix présentes   | 137.180.874 |
| Nombre d'actions ayant voté par correspondance                            | 13.498.046  |
| Nombre de voix ayant voté par correspondance                              | 13.499.376  |

|  |        |
|--|--------|
| Nombre d'actions représentées  | 22.914 |
| Nombre de voix représentées  | 45.366 |
| Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance | 405    |
| Quorum   | 89,13% |

| 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 2018 et quitus aux administrateurs.  | 82.157.386            | 89,13%                  | 149.721.716 | 99,30% | 1.003.900  | 0,67%  | 0          | 0,00% | adoptée  |
| 2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018.   | 82.157.386            | 89,13%                  | 150.648.967 | 99,92% | 76.649     | 0,05%  | 0          | 0,00% | adoptée  |
| 3 Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2018.  | 82.157.386            | 89,13%                  | 150.694.871 | 99,95% | 30.745     | 0,02%  | 0          | 0,00% | adoptée  |
| 4 Approbation des conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.  | 13.706.986            | 57,77%                  | 3.804.346   | 27,43% | 9.740.396  | 70,23% | 0          | 0,00% | rejetée  |
| 5 Approbation des engagements réglementés visés par les articles L. 225-42-1 du Code de commerce relatifs à Monsieur kreuzburg, Président Directeur Général.   | 13.706.986            | 57,77%                  | 3.263.751   | 23,53% | 10.280.991 | 74,12% | 0          | 0,00% | rejetée  |
| 6 Fixation du montant annuel global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'administration.  | 82.157.386            | 89,13%                  | 150.695.730 | 99,95% | 29.886     | 0,02%  | 0          | 0,00% | adoptée  |
| 7 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 2018.                                       | 82.157.386            | 89,13%                  | 140.864.901 | 93,43% | 9.860.715  | 6,54%  | 0          | 0,00% | adoptée  |
| 8 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 2018. | 82.157.386            | 89,13%                  | 140.867.799 | 93,43% | 9.857.817  | 6,54%  | 0          | 0,00% | adoptée  |
| 9 Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Joachim Kreuzburg.   | 82.157.386            | 89,13%                  | 145.213.558 | 96,31% | 5.512.058  | 3,66%  | 0          | 0,00% | adoptée  |
| 10 Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Lothar Kappich.   | 82.157.386            | 89,13%                  | 145.571.224 | 96,55% | 5.154.392  | 3,42%  | 0          | 0,00% | adoptée  |
| 11 Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Henri Riev.   | 82.157.386            | 89,13%                  | 147.502.494 | 97,83% | 3.223.122  | 2,14%  | 0          | 0,00% | adoptée  |
| 12 Nomination de Madame Pascale Boissel en qualité de nouvel administrateur de la société.   | 82.157.386            | 89,13%                  | 142.688.823 | 94,64% | 8.036.793  | 5,33%  | 0          | 0,00% | adoptée  |
| 13 Nomination de Monsieur René Faber en qualité de nouvel administrateur de la société.  | 82.157.386            | 89,13%                  | 148.397.527 | 98,43% | 2.328.089  | 1,54%  | 0          | 0,00% | adoptée  |
| 14 Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions.   | 82.157.386            | 89,13%                  | 143.068.508 | 94,89% | 7.657.108  | 5,08%  | 0          | 0,00% | adoptée  |
| 15 Pouvoirs pour les formalités.   | 82.157.386            | 89,13%                  | 150.696.815 | 99,95% | 28.801     | 0,02%  | 0          | 0,00% | adoptée  |
| 16 Mise à jour des statuts de la société; adoption des nouveaux statuts.   | 82.157.386            | 89,13%                  | 140.215.111 | 93,00% | 10.510.505 | 6,97%  | 0          | 0,00% | adoptée  |
| 17 Mise à jour des statuts à l'effet de déterminer des modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés; modification de l'article 15 des statuts.   | 82.157.386            | 89,13%                  | 150.645.376 | 99,92% | 80.240     | 0,05%  | 0          | 0,00% | adoptée  |
| 18 Pouvoirs pour les formalités.   | 82.157.386            | 89,13%                  | 150.696.815 | 99,95% | 28.801     | 0,02%  | 0          | 0,00% | adoptée  |