

## SHAREHOLDERS' MEETING OF MARCH 29, 2022

### WRITTEN QUESTIONS

Written questions may be submitted to Sartorius Stedim Biotech SA (the "Company"), pursuant to the rules established by law, with respect to any shareholders' meeting. In accordance with the legislation in force, an answer is deemed to have been given to a written question provided it has been displayed on the Company's website.

\* \* \*

On March 22, 2022, the Board of Directors of the Company received thirteen questions addressed by Mr. Jakob Glatz on behalf of IDZ GLATZ GMBH. These questions relate to earn-out payments included in share purchase agreements in the context of acquisitions made by the Company.

The Company considers that the abovementioned questions do not comply with the regulatory framework of the right for shareholders to ask written questions in accordance with Article L. 225-108 of the French Commercial Code. The questions also do not allow to clarify the vote of the shareholders on the proposed resolutions.

In addition, the Company does not comment on its internal procedures and cannot disclose information that could impair confidentiality and business secrecy.

Therefore, the Company is not in a position to publish the abovementioned written questions nor respond to them in the context of this shareholders' meeting.

\*\*\*\*\*

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DU 29 MARS 2022

### QUESTIONS ÉCRITES

Des questions écrites peuvent être soumises à Sartorius Stedim Biotech SA (la "Société"), conformément aux règles établies par la loi, en ce qui concerne toute assemblée des actionnaires. Conformément à la législation en vigueur, une réponse est réputée avoir été donnée à une question écrite dès lors qu'elle a été affichée sur le site Internet de la Société.

\* \* \*

Le 22 mars 2022, le Conseil d'administration de la Société a reçu treize questions adressées par M. Jakob Glatz pour le compte de IDZ GLATZ GMBH. Ces questions portent sur les paiements de complément de prix inclus dans le cadre des contrats d'achat d'acquisitions réalisées par la Société.

La Société considère que les questions susmentionnées ne respectent pas le cadre réglementaire du droit des actionnaires de poser des questions écrites conformément à l'article L. 225-108 du Code de commerce. Les questions ne permettent pas non plus d'éclairer le vote des actionnaires sur les résolutions proposées.

Par ailleurs, la Société ne commente pas ses procédures internes et ne peut divulguer d'informations susceptibles de porter atteinte à la confidentialité et au secret des affaires.

Par conséquent, la Société n'est pas en mesure de publier les questions écrites susmentionnées ni d'y répondre dans le cadre de cette assemblée générale.