

Auto-évaluation du Conseil d'administration

Une fois par an, le Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech consacre un point de son ordre du jour à étudier le fonctionnement du Conseil, à vérifier son efficacité, à examiner si les questions importantes ont été effectivement préparées et traitées, et à examiner la contribution de chaque membre à ses activités. En 2022, cette auto-évaluation a été partagée lors de la réunion du conseil d'administration de décembre.

Pour réaliser cette évaluation, un questionnaire a été envoyé à l'avance à chaque membre du conseil d'administration. Ce questionnaire comprenait une trentaine de questions couvrant les aspects les plus importants de l'activité du conseil. Il comportait également plusieurs questions sur le travail de son président, le flux d'informations ainsi que la qualité de la gestion des réunions. Il traitait également le sujet du travail de nos deux comités. Ce questionnaire permettait enfin de développer les commentaires et suggestions sur chacun des sujets. Tous les membres du conseil d'administration ont répondu à ce questionnaire écrit. Les résultats et un rapport écrit ont été envoyés à chaque membre en novembre pour préparer la réunion de discussion.

Points forts

Les membres du conseil d'administration ont souligné les bonnes qualifications professionnelles de ses membres, la diversité internationale du conseil et la participation active de tous les membres aux discussions. Le taux d'absentéisme est resté très faible au cours de la période considérée. La fréquence et la préparation des réunions ont été jugées appropriées par les membres du conseil d'administration, et les dirigeants ont été efficacement conseillés sur les stratégies de l'entreprise. En outre, les membres ont apprécié la qualité du travail des deux comités ainsi que la coopération avec les auditeurs. En 2022, les échanges sur la stratégie ressources humaines de SSB et sur le développement de la stratégie et activités RSE ont été particulièrement appréciés. Le conseil d'administration a reconnu que les changements résultant des évaluations précédentes avaient été mis en œuvre rapidement et avaient permis d'améliorer l'efficacité du conseil d'administration.

Domaines à développer

L'auto-évaluation du conseil d'administration a également porté sur les mesures visant à améliorer l'efficacité de ses activités. À l'avenir, le conseil d'administration souhaite

approfondi les revues de la R&D et des activités marketing. En outre, tous les membres aimeraient obtenir régulièrement les revues d'analystes de la couverture médiatique pour suivre l'évolution des attentes des parties prenantes externes. Une formation commune sur les nouvelles réglementations en matière de RSE devrait être ajoutée à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration.