

Evaluation et politique de formation du Conseil d'administration

Extrait du Document d'Enregistrement Universel 2025

Evaluation et politique de formation du Conseil d'administration

Chaque année, le Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A. évalue son propre fonctionnement, en appréciant son efficacité et en s'assurant que les questions clés ont été correctement préparées et traitées. Il examine également la contribution individuelle de ses membres aux activités du Conseil. Pour réaliser cette évaluation, un questionnaire en ligne est envoyé à l'avance à chaque membre du Conseil. Celui-ci comprend une trentaine de questions couvrant les principaux aspects de l'activité du Conseil d'administration. Ce questionnaire inclut également plusieurs questions sur le travail de son Président, le flux d'informations ainsi que la qualité de la gestion des réunions. D'autres questions portent sur le travail des deux Comités. Les résultats et un rapport sur le questionnaire sont discutés chaque année. Au cours de l'exercice considéré, huit membres du Conseil d'administration ont répondu à ce questionnaire écrit et cette auto-évaluation a été discutée lors de la réunion du Conseil d'administration en décembre. De plus, afin de compléter l'enquête écrite, l'Administrateur Indépendant Référent, réalise régulièrement (tous les 3 ans) un entretien individuel avec chaque membre du Conseil d'administration sur la base d'un guide d'entretiens semi-directifs. Les prochains entretiens individuels devraient avoir lieu en 2026. Les résultats de ces actions seront partagés et discutés par le Conseil d'administration.

Points forts

Le Conseil a souligné les solides qualifications professionnelles et l'expérience de chaque membre, ainsi que leur participation active aux discussions. Durant la période considérée, l'absentéisme est resté à un niveau très faible. La fréquence, la préparation et la gestion des réunions ont été jugées satisfaisantes et les membres du Conseil d'administration ont souligné les discussions ouvertes et ciblées qui ont lieu. L'interface entre le Conseil d'administration et les Comités est jugée satisfaisante. De plus, les membres ont apprécié l'efficacité du travail des deux Comités ainsi que la coopération avec les auditeurs de la société.

Axes d'amélioration.

Si les nouveaux membres du Conseil d'administration soulignent leurs premières réactions positives, ils ont également indiqué qu'ils avaient besoin de plus de temps pour fournir une évaluation complète et pertinente. L'ensemble des membres du Conseil d'administration reconnaît et salue l'intention du nouveau Président de favoriser un dialogue permanent au-delà des réunions régulières. Il a été recommandé d'affiner le questionnaire afin de laisser plus de place aux commentaires libres.

Intégration des nouveaux membres du Conseil d'administration / Formation

Il est très important pour les nouveaux administrateurs de comprendre les activités de l'entreprise, notamment ses produits, ses stratégies, ses risques, ses finances, ses opérations, son équipe de direction, son personnel, sa culture, son environnement concurrentiel et les attentes des parties prenantes. Toutefois, les besoins en matière d'intégration des nouveaux administrateurs varient d'un administrateur à l'autre en fonction de leur formation et de leur expérience, ainsi que du rôle qu'ils sont censés jouer au sein du Conseil d'administration et de ses Comités. Au-delà d'informations écrites essentielles et des premières sessions d'orientation, l'intégration au sein du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech inclut typiquement des visites de sites et plusieurs réunions en tête-à-tête avec les principaux responsables de l'organisation, afin de bien comprendre l'entreprise et ses grands processus de gouvernance. En ce qui concerne le Président, un processus d'intégration solide et très important a été mis en œuvre dans l'ensemble du Groupe.