

## Curriculum Vitae | Susan Dexter

Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A.  
Administrateur indépendant

Année de naissance : 1955

Nationalité : américaine

Première nomination au Conseil d'administration : avril 2015

Fin du mandat : 2024 - Assemblée générale des actionnaires

### Profil professionnel

- Depuis 2020 Sonnet Biotherapeutics, Inc., États-Unis, Chief Technical Officer | Non-clinical | CMC | Supply Chain. Responsable du développement de produits pour le pipeline de cytokines biothérapeutiques de Sonnet pour le traitement des tumeurs solides
- 2008-2020 Latham Biopharm Group, États-Unis, Managing Director; Due Diligence, Vice-Présidente chargée du développement commercial pour plusieurs CMO offrant des services de fabrication sous contrat à l'industrie des biotechnologies et des sciences de la vie, conseil stratégique, mise en œuvre de la technologie à usage unique, gestion de projets, développement commercial et marketing de haut niveau, conseiller et intervenant pour BioProcess International et Outsourced Pharma
- 2004-2008 Xcellerex, Inc. (aujourd'hui GE Healthcare), États-Unis, Chief Business Officer; Services de CMO utilisant une technologie de bioprocédés à usage unique entièrement intégrée, vente de technologies de bioprocédés à usage unique
- 1998-2004 Collaborative BioAlliance, Dow Chemical Company, États-Unis, (Dow Biotechnology Contract Manufacturing Services) - Vice-Présidente, Développement commercial pour les services de fermentation microbienne, les technologies et la mise en œuvre de technologies de biotraitement à usage unique
- 1986-1998 Celltech Biologics, Lonza Biologics, États-Unis, Développement des entreprises - biotraitement et fabrication de produits biothérapeutiques issus de la biotechnologie
- 1980-1986 Collaborative Research, États-Unis, Biotechnologie Ventes sur les marchés émergents de suppléments pour les bioprocédés et de matières premières pour la bioproduction
- 1975-1980 École de médecine de l'Université du Massachusetts, États-Unis, Recherche, culture de cellules de mammifères, études de toxicologie animale, recherche fondamentale

## Formation

- États-Unis - Diplômes et certifications : Licence en immunologie et en marketing (double spécialisation, avec mention), American University, Washington, D.C., États-Unis
- Cours de négociation pour juristes de l'Université de Harvard, Université de Harvard, Cambridge, Massachusetts, États-Unis
- Finance pour managers non financiers, Université de Harvard par le biais du programme de formation interne de Dow Chemical Company

## Autres mandats et fonctions en cours en dehors du groupe

- Membre du Conseil d'administration de ViroCell Biologics Ltd., États-Unis
- Membre du Conseil d'administration de Virica Biotech Inc., Kanada