

## Curriculum Vitae | Pascale Boissel

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

Année de naissance : 1966

Nationalité : française

Première nomination au Conseil d'administration : mars 2019

Fin du mandat : 2025 - Assemblée générale des actionnaires

### Profil professionnel

2017-2021 NOVADISCOVERY – Directeur financier à temps partiel, France

2017-2018 ENYO PHARMA – Directeur financier à temps partiel, France

2012-2016 BIOASTER Institute – Directeur financier et Directeur Général adjoint, France

2009-2012 IPSOGEN – Directeur financier, France

### Formation

- Ecole des hautes Etudes Commerciales (HEC) : diplôme d'expertise comptable & commissariat aux comptes

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

- Membre du conseil d'administration de Poxel S.A.<sup>1</sup>, France
- Membre du conseil de surveillance d'Innate Pharma S.A.<sup>1</sup>, France

<sup>1</sup> Liste publique