

Curriculum Vitae | Henri Riey

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

Année de naissance : 1961

Nationalité : monégasque

Première nomination au Conseil d'administration : juin 2007

Fin du mandat : 2025 - Assemblée générale des actionnaires

Profil professionnel

- | | |
|-----------|---|
| 2004-2013 | Hendyplan S.A. ¹ , Belgique - Directeur Général |
| 1999-2004 | Barclay Bank, France - Vice-Président exécutif de Barclays Asset Management ; responsable de toutes les activités de gestion de fonds |
| 1996-1999 | Barclay Bank, France - Directeur de la recherche de Barclays Asset Management Europe |
| 1988-1996 | Barclay Bank, France - Gestionnaire de fonds, responsable de l'équipe de gestion des fonds d'actions européennes à la banque Barclays |
| 1985-1988 | BNP Paribas, France - Gestionnaire de fons |

Formation

- Diplôme Institut Supérieur de Gestion, France (diplôme obtenu à l'Institut Supérieur de Gestion - ISG)

Autres mandats et fonctions en cours en dehors du groupe

- Président de Aidea
- Président du groupe HR S.A.S.
- Président de l'association monégasque de Cindynique
- Administrateur et secrétaire-trésorier de la Fondation Princesse Grace, Monaco

¹ Liste publique