

Profil de compétences

Gouvernance d'entreprise ; Conformité
Stratégie de développement; gestion de portefeuille ; fusions et acquisitions
Savoir-faire industriel et perspectives spécifiques aux clients
Développement technologique et produits
Marchés internationaux
Finance ; comptabilité et audit des états financiers; Réglementation ESG
Gestion des ressources humaines ; Sécurité et engagement des employés
Transformation numérique ; TI
Impact environnemental ; Consommation des ressources
Expérience internationale ou parcours personnel
Leadership dans les entreprises internationales ; expérience au niveau de la direction

Profil de compétences

Gouvernance d'entreprise ; Conformité
Stratégie de développement; gestion de portefeuille ; fusions et acquisitions
Savoir-faire industriel et perspectives spécifiques aux clients
Développement technologique et produits
Marchés internationaux
Finance ; comptabilité et audit des états financiers; Réglementation ESG
Gestion des ressources humaines ; Sécurité et engagement des employés
Transformation numérique ; TI
Impact environnemental ; Consommation des ressources
Expérience internationale ou parcours personnel
Leadership dans les entreprises internationales ; expérience au niveau de la direction

M. Grosse	R. Fáber	P. Boissel	S. Dexter	C. Dussart
		■		■
■	■	■	■	■
	■		■	■
■	■		■	
■	■	■	■	
		■	■	■
■	■	■	■	■
■				
			■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
R. Fernandes	A. Graffin	L. Kappich	C. Nowers	
	■	■		
	■	■	■	
■			■	
			■	
	■			
■	■	■		
■	■	■	■	
■	■	■		
	■		■	
	■	■	■	