

Ingénieur Technico-commercial H/F secteur Pharma Biotech.

PROMEGA France, filiale de PROMEGA Corporation, leader mondial des réactifs, recherche pour poursuivre sa forte croissance un:

Ingénieur Technico-commercial secteur Pharma Biotech

- Votre mission :
 - Promouvoir les produits de notre gamme sur des comptes industriels, en particulier Pharma et Biotech pour la moitié Nord de la France.
 - Renforcer la présence de Promega France dans ces sociétés et fidéliser cette clientèle de haut niveau scientifique.
- Responsable à part entière de votre secteur, vous reporterez au responsable des ventes.
- De formation supérieure (minimum Bac +5) en biologie cellulaire ou moléculaire, vous avez idéalement également une formation commerciale.
- Vous possédez également un minimum de 2 ans d'expérience dans une fonction technico- commerciale avec une bonne connaissance du secteur privé et de la biologie cellulaire.
- Vous êtes rigoureux, autonome, organisé, enthousiaste, mobile et avez, avant tout, un sens aigu du client.
- Un très bon niveau d'anglais est indispensable.
- Nous vous offrons, outre un environnement de travail motivant, un package social attractif (rémunération fixe et variable, voiture de fonction et outils de communication performants.
- Le poste est basé à Paris.
- Rémunération : selon expérience.
- Nous remercions les candidats intéressés de faire acte de candidature par e-mail à l'adresse suivante : isabelle.baginski@promega.com

