

SALES MANAGER

STOCKHOLM / UPPSALA



Har du ett kommersiellt driv och ett genuint säljintresse samtidigt som du vill föra vetenskapliga diskussioner och hitta lösningar på problem? Vill du arbeta med försäljning av molekylärbiologiska reagenser, kits, assays och instrument, utvecklar kundrelationer och samtidigt supporta laboratorier med din expertis inom molekylärbiolog / cellbiologi / proteomik? Då tror vi att det här kan vara en roll för dig!

Nu söker vi dig som vill bli en del av ett ambitiöst team av säljare och produktspecialister. Tjänsten innebär uppsökande försäljning, där dina kunder utgörs akademiska forskningslaboratorier, laboratorier som arbetar med läkemedelsutveckling, samt statliga analys-laboratorier. Försäljningen drivs genom vetenskapliga diskussioner där du föreslår förbättringar och lösningar till kunders befintliga arbetssätt och frågeställningar.

- Prospektera affärsmöjligheter och identifiera kunders behov
- Boka och genomföra kundbesök
- Delta och planera utställningar, mässor och konferenser
- Produktdemonstrationer
- Delaktig i anbuds- och avtalsprocesser.

Promega erbjuder ett stimulerande arbete med frihet under ansvar där du får arbeta med de senaste produkterna inom cellbiologi, molekylärbiologi och proteomik. Du kommer utgå från kontoret i Nacka, Stockholm. Tjänsten innefattar resor, främst i Sverige men även resor i Norden, Europa och USA kan förekomma. Körkort är ett krav för tjänsten.

Klicka här om du vill veta mer!

A silhouette of a person with a large backpack, seen from behind, walking up a hill towards a sunset or sunrise. The sky is filled with soft, orange and pink clouds.

Stay Curious