

## Marketing & Technical Support Tokyo, Japan

---

アクティブ・モティフ社は、革新的な細胞生物学研究用試薬およびエピジェネティクス受託解析サービスを提供しております。最先端の研究分野をサポートすることに意欲のある方のご応募をお待ちしています。

### 募集内容

職種	マーケティング&テクニカルサポート
業務内容	<ul style="list-style-type: none"><li>顧客への製品情報提供（電話、メール、訪問）</li><li>製品、受託解析のテクニカルサポート</li><li>キャンペーンの企画、販促資料の作成</li><li>学会附設展示会での商品説明</li></ul>
応募必要条件	<ul style="list-style-type: none"><li>生物系の大学院修士または博士課程を修了した方</li><li>エピジェネティクスの知識を有する方</li><li>英語力（例えば、TOEIC 600点以上）を有する方</li><li>コンピュータの使用に支障がない方</li><li>試薬業界での実務経験者考慮</li></ul>
勤務地	東京都新宿区揚場町（地下鉄有楽町線 飯田橋駅 徒歩2分）
給与	年俸制（経験等を考慮した上で決定）
選考方法	書類審査（履歴書、職務経歴書）、1次面接、2次面接 ※卒業証明書、推薦状をご用意いただく場合があります。 ※面接の回数が増減する場合があります。

### ご応募・お問い合わせ

応募を希望される方は、履歴書および職務経歴書および（写真添付）を添付の上、[smizutani@activemotif.com](mailto:smizutani@activemotif.com)まで送付願います。

ご不明な点などございましたらお問い合わせ下さい。

〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-21アクティブ・モティフ株式会社

人事担当：水谷

皆様のご応募をお待ち致しております。