

平成27年3月4日

各 位

会 社 名 カルナバイオサイエンス株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉野 公一郎
(コード番号：4572)
問合せ先 取締役経営管理本部長 相川 法男
(TEL：078-302-7075)

BTK阻害薬に係る米国特許商標庁からの特許査定通知受領のお知らせ

当社の研究開発において創出したBTK阻害薬の特許出願（発明の名称；新規トリアジン誘導体、US出願番号；14/383860）に関して、米国特許商標庁よりの平成27年2月25日付け特許査定通知を本日受領しましたのでお知らせいたします。

引き続き当社は、知的財産戦略上において重要な特許取得に積極的に取り組んでまいります。

以 上

(注) 関節リウマチなどの自己免疫疾患は、自己の組織に対する異常な免疫応答によって引き起こされる炎症が原因と考えられています。BTK (Bruton's Tyrosine Kinase) は、B細胞およびマクロファージのシグナル伝達に重要な役割をしていることが知られており、BTK阻害薬は、この炎症の過程で活性化されるマクロファージやB細胞のシグナル伝達を直接阻害するため、既存薬とは全く異なる作用機序を持つ新規関節リウマチ治療薬として期待されています。現在、当社では、自社で創製したBTK阻害薬の前臨床試験を実施中であり、自己免疫疾患で苦しんでいる患者様のために、画期的な新薬を少しでも早くお届けできるよう研究開発に邁進していきたいと考えております。