

平成26年 7月29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)

TNIKキナーゼ阻害剤に係る特許庁（日本）からの特許査定通知受領のお知らせ

当社と独立行政法人国立がん研究センター（理事長：堀田知光、所在地：東京都中央区、以下「国立がん研究センター」という）との共同研究において創出したTNIKキナーゼ阻害薬の特許出願（発明の名称；TNIK阻害剤およびその使用、出願番号；2011-538071、以下「本特許」という）に関して、日本国特許庁より平成26年7月24日付で特許査定通知を受領しましたのでお知らせいたします。

なお、本特許に係る特許庁からの査定通知の受領は、当社が平成26年1月10日付で公表しましたヨーロッパ特許庁、平成26年1月22日付け公表の中国特許庁に引き続くものであり、日本においてもTNIK阻害剤に係る特許査定を受けたことにより、本特許の権利が幅広い地域で確保されることになりました。

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) TNiKキナーゼは、ガンの発生や幹細胞の維持に深く関与していると考えられている Wntシグナル伝達経路において重要な役割を果たしているキナーゼタンパク質の一つであり、当社は、平成20年6月に国立がん研究センターと共同研究契約を締結して以降、継続的にTNIK阻害薬の創製研究を行ってまいりました。今後も本成果に基づくTNIKキナーゼ阻害薬の研究開発を強力に推し進めてまいります。