

2019年11月19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 山本 詠美
(TEL：078-302-7075)

新規マラリア治療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

当社と北里大学北里生命科学研究所（所在地：東京都港区）との共同研究において創出した新規マラリア治療薬の特許出願（発明の名称：NOVEL PYRIMIDINE DERIVATIVE HAVING ANTIMALARIAL ACTIVITY、US出願番号：16/344,471）に関して、米国特許商標庁より特許査定通知を受領しましたのでお知らせいたします。

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

以 上

(注) マラリアは世界3大感染症の一つであり、現在でも年間死者数は、40万人以上に上り国際保健上の大きな問題となっています。また既存薬に対する耐性原虫も出現していることから、新規の作用機序を有するマラリア治療薬が必要とされています。当社と北里大学北里生命科学研究所は、産学連携により新規マラリア治療薬など、顧みられない熱帯病に苦しんでいる患者様のための新規治療薬の開発を目指して、引き続き共同研究を進めてまいります。