

平成26年 6月11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)

CDC7/ASKキナーゼ阻害薬に係る米国特許登録のお知らせ

当社がSBIバイオテック株式会社（本社：東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー18F）と共同研究開発をおこなっているCDC7/ASKキナーゼ阻害薬の特許出願（発明の名称；FURANONE DERIVATIVE）に関して、米国において特許（US特許番号；8,742,113）が成立しましたのでお知らせいたします。

以 上

（注）CDC7/ASKキナーゼは、細胞が分裂するときに重要なDNA複製などの染色体サイクルにおいて、多くの機能制御に深く関与していると考えられています。ガン細胞は正常細胞に比べ、細胞分裂が盛んであることを利用して、これまでもDNAの複製を阻害する薬剤が抗ガン剤として用いられてきておりますが、正常細胞も影響を受けるために強い副作用がありました。しかし、CDC7/ASKキナーゼの阻害は、これら従来の阻害剤と異なり、ガン細胞のみを細胞死に導くことが報告されています。

当社は、このような副作用の少ない画期的な抗ガン剤の開発を目的として、CDC7/ASKキナーゼの阻害が抗ガン剤の有望な新規ターゲットとなりうると考え、低分子阻害薬の研究を実施しております。本研究テーマを早期に臨床段階へステージアップできるよう、前臨床研究を推進してまいります。