

2019年3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 山本 詠美  
(TEL：078-302-7075)

CDC7キナーゼ阻害薬に係る韓国における特許登録のお知らせ

当社がシエラ・オンコロジー社（カナダ・ブリティッシュコロンビア州、英名：Sierra Oncology, Inc.、代表者：Nick Glover, PhD, President and Chief Executive Officer、NASDAQ:SRRA）に導出したCDC7キナーゼ阻害薬の特許出願（発明の名称：NOVEL FURANONE DERIVATIVE、出願番号：10-2013-7028226）に関し、韓国特許庁において特許登録され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