

平成30年11月 9 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阻害薬SRA141の米国IND申請(新薬臨床試験開始届)完了のお知らせ

当社が平成28年5月にSierra Oncology, Inc (カナダ・ブリティッシュコロンビア州、代表者：Nick Glover, PhD, President and Chief Executive Officer、NASDAQ:SRRA、以下シエラ社) に導出したがん領域のCDC7阻害薬SRA141につきまして、同社の第3四半期決算において以下の報告がありましたので、お知らせいたします。

シエラ社は、11月8日(米国東部標準時)に発表した同社の第3四半期決算報告書(FORM 10-Q)で、「SRA141の米国FDA (Food and Drug Administration) へのIND申請 (Investigational New Drug Application, 新薬臨床試験開始届) が第3四半期中に成功裏に完了しました。当社は今後、大腸がんを対象とした治験(フェーズ1/2試験)を実施する予定です。」と報告しています。

当社の代表取締役社長 吉野公一郎は、シエラ社による上記報告を受けて次のように述べています。「SRA141のIND申請が完了したことを大変うれしく思います。当社では、SRA141の臨床試験が早期に開始され、多くの患者様の治療に貢献できることを期待しています。」

当該フェーズ1試験においてSRA141が最初の患者様に投与されたときに、マイルストーンとして4百万ドルが当社に支払われることになり、これは当社の平成30年12月期の連結業績予想に含まれております。その後も、プログラムの進捗に応じたマイルストーンが当社に支払われることとなります(最大270百万ドル)。また上市後は、売上高に応じた一桁の段階的ロイヤリティが当社に支払われることとなります。

詳細は下記のシエラ社のホームページをご参照ください。

<https://www.sierraoncology.com/>

以 上