

平成28年 8 月 5 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 経営管理本部長 吉野 公一郎
(TEL：078-302-7075)

ヤンセン・バイオテック社とのライセンス契約の終了について

当社とヤンセン・バイオテック社（英名：Janssen Biotech, Inc.、以下「ヤンセン社」という）は、2016年8月23日をもって、当社の低分子キナーゼ阻害薬プログラムに関するライセンス契約（以下「本契約」という）を終了することをお知らせいたします。

当社は、2015年6月11日付で、ジョンソン・エンド・ジョンソン ヤンセンファーマシューティカルカンパニーの一つであるヤンセン・バイオテック社とのライセンス契約締結に関して公表しましたとおり、当社の低分子キナーゼ阻害薬プログラム（以下「本プログラム」という）の全世界での独占的な開発・販売権を、ヤンセン社に供与しました。しかしながら、同社における戦略上の理由により、本プログラムのさらなる開発の中止が決定されました。

当社は、本契約の終了に伴い、ヤンセン社から開発・販売権などを含むすべての権利の返還を受けます。当社は、本プログラムが有望と考えているため、引き続き本プログラムの開発を継続し、新たな導出先の検討を進めてまいります。

なお、本件による本連結会計年度の業績に与える影響はありません。

以上