

平成25年6月17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)

行使価額修正条項付き第14回新株予約権（第三者割当て）の発行に係る  
払込完了に関するお知らせ

当社は、平成25年5月29日開催の取締役会において決議しました、メリルリンチ日本証券株式会社を割当先とする行使価額修正条項付き第14回新株予約権（第三者割当て）に係る発行価額の総額（16,200,000円）が、同社により本日払込みされたことを確認しましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権の詳細は、平成25年5月29日公表の「行使価額修正条項付き第14回新株予約権（第三者割当て）の発行及びコミットメント条項付き第三者割当て契約に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上