

発行価格等の決定に関するお知らせ

神戸市中央区港島南町一丁目5番5号
カルナバイオサイエンス株式会社
代表取締役社長 吉野 公一郎

平成21年11月13日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が平成21年11月25日に次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1.発行価格:62,000円、発行価額:58,950円、資本組入額:29,475円、引受人の手取金:1株につき3,050円、発行価額の総額:294,750,000円、資本組入額の総額:147,375,000円、差引手取概算額:286,750,000円、本件第三者割当増資の手取概算額上限:43,912,000円、手取概算額合計上限:330,662,000円 2.売出価格:62,000円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数:750株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額:46,500,000円 3.金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日:平成21年11月26日
以上