

ルミネックス・ジャパン株式会社

〒106-0041 東京都港区麻布台 1-7-2

神谷町サンケイビル 3階

電話: 03-5545-7440 (代)

FAX: 03-5545-0451



2番出口から地上に出て、桜田通りを右方向に徒歩で約4分。

桜田通り沿い、飯倉交差点の手前にあります。

同ビル1Fにあるフレンチ・レストラン『Le CHARBON』が目印です。

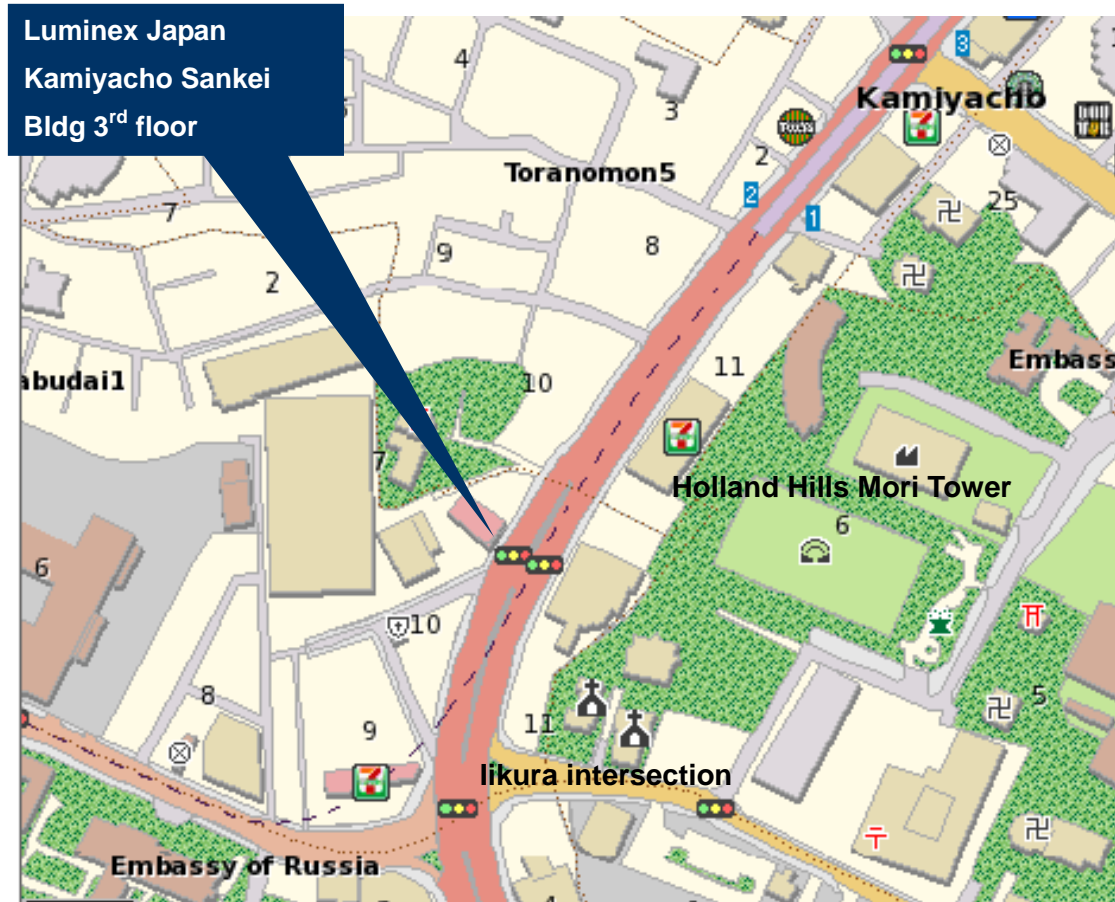
レストラン横のエントランスからエレベータで3階までお越し下さい。

Luminex Japan Corporation Ltd.

Kamiyacho Sankei Building 3rd floor,
1-7-2, Azabu-dai, Minato-ku, Tokyo, 106-0041

Phone: +81-(0)3-5545-7440

FAX: +81-(0)3-5545-0451



4 minutes walk from Hibiya line Kamiyacho station Exit 2

Take Exit 2 at Kamiyacho-station, walk along Sakurada-Dori (the National Route No. 1) towards Iikura intersection. Before intersection there is French Restaurant, "Le CHARBON". Our office is located in the building.