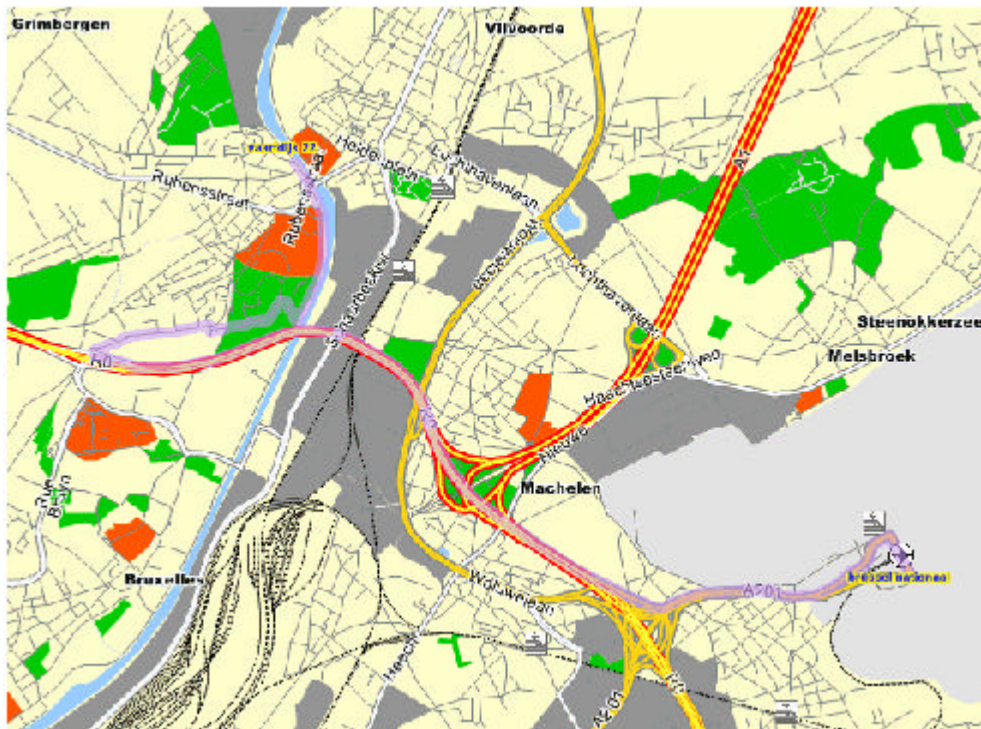
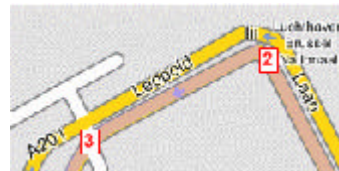


**VAN :** BRUSSEL NATIONAAL, ZAVENTEM, BELGIUM  
**NAAR :** VAARTDIJK 22, VILVOORDE, BELGIUM



- 1 Volg **Leopold III Laan / Vertrekhal** voor 380m
- 2 Sla links af, volg **Leopold III Laan** voor 150m
- 3 Sla ter hoogte van het verkeersbord **UITRIT/SORTIE** links af, volg de snelweg **A201** voor 1km
- 4 Neem ter hoogte van het verkeersbord **RING/(E411)/(E19)** uitrit : 4 Volg de snelweg **R0-E40-E19** voor 5km
- 5 Neem ter hoogte van het verkeersbord **KANAALZONE/MILITAIR ZIEKENHUIS** uitrit : 6 Volg **N216** voor 450m



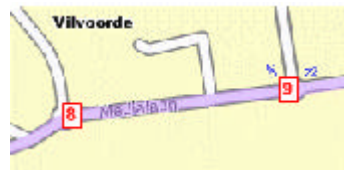
6 Sla rechts af, volg **Koningslosteenweg** voor 230m tot in **Vilvoorde**



7 Sla rechts af, volg het rond punt voor 30m



8 Sla rechts af, volg **Medialaan** voor 390m



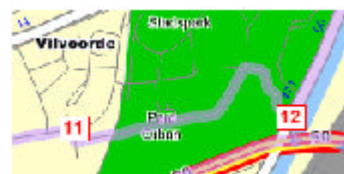
9 Sla rechts af, volg het rond punt voor 30m



10 Sla rechts af, volg **Beneluxlaan** voor 260m



11 Sla rechts af, volg **Drie Fonteinen** voor 940m



12 Sla links af, volg **N260** voor 1km tot in **Vilvoorde**



13 Rij verder voor 250m



14 U komt toe op **Vaardijk 22 Vilvoorde**



**VAN :** ANTWERPEN, BELGIË  
**NAAR :** VAARTDIJK 22, VILVOORDE, BELGIË

1 Volg de snelweg **A1-E19** richting **Brussel** voor 30km

2 Volg de snelweg **Vilvoorde** : uitrit **12** voor 470m



3 Volg **N211 / Luchthavenlaan** voor 1km



4 Sla rechts af, volg het rond punt voor 90m



5 Sla rechts af, volg **N211** voor 920m tot in **Vilvoorde**



- 6 Sla rechts af, volg **Etienne Blondiastraat** voor 150m
- 7 Sla links af, volg **Van Helmontstraat** voor 150m
- 8 Sla rechts af, volg **N211 / Stationlei** voor 250m
- 9 Volg **N1 / Heldenplein** voor 790m
- 10 Volg **Rubensstraat** voor 390m
- 11 Sla links af, volg **N260 / Brusselsesteenweg** voor 190m
- 12 Rij verder voor 250m
- 13 U komt toe op **Vaardijk 22 Vilvoorde**

